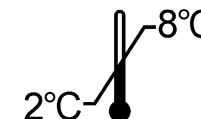
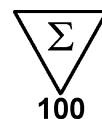






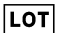





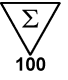
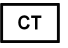

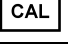

RIA-gnost® FT3



OCFH07-FT3



<p>Trousse pour la détermination radioimmunologique de la Tri-iodothyronine sérique libre (FT3)</p> <p>Pour diagnostic In Vitro</p> <p>La trousse contient :</p> <table border="0"> <tr> <td>Tubes revêtus</td> <td>2 x 50</td> </tr> <tr> <td>Traceur ≤ 150 kBq</td> <td>1 x 105 mL</td> </tr> <tr> <td>Calibrateur 0</td> <td>1 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Calibrateurs 1 – 6</td> <td>6 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Sérum de contrôle</td> <td>1 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Sachet plastique</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Notice d'utilisation</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Attention : Certains réactifs contiennent de l'azoture de sodium</p>	Tubes revêtus	2 x 50	Traceur ≤ 150 kBq	1 x 105 mL	Calibrateur 0	1 x 0,5 mL	Calibrateurs 1 – 6	6 x 0,5 mL	Sérum de contrôle	1 x 0,5 mL	Sachet plastique	1	Notice d'utilisation	1	<p>Kit for the radioimmunological determination of the concentration of free triiodothyronine (FT3)</p> <p>For In Vitro diagnostic use</p> <p>Kit content:</p> <table border="0"> <tr> <td>Coated tubes</td> <td>2 x 50</td> </tr> <tr> <td>Tracer ≤ 150 kBq</td> <td>1 x 105 mL</td> </tr> <tr> <td>Calibrator 0</td> <td>1 x 0.5 mL</td> </tr> <tr> <td>Calibrators 1 – 6</td> <td>6 x 0.5 mL</td> </tr> <tr> <td>Control serum</td> <td>1 x 0.5 mL</td> </tr> <tr> <td>Plastic bag</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Instruction for use</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Warning: Some reagents contain odium azide</p>	Coated tubes	2 x 50	Tracer ≤ 150 kBq	1 x 105 mL	Calibrator 0	1 x 0.5 mL	Calibrators 1 – 6	6 x 0.5 mL	Control serum	1 x 0.5 mL	Plastic bag	1	Instruction for use	1	<p>Kit zur radioimmunologischen Bestimmung von freiem Triiodthyronin (FT3)</p> <p>Zur In Vitro diagnostik</p> <p>Inhalt des kits:</p> <table border="0"> <tr> <td>Teströhrchen beschichtet</td> <td>2 x 50</td> </tr> <tr> <td>Tracer ≤ 150 kBq</td> <td>1 x 105 mL</td> </tr> <tr> <td>Kalibrator 0</td> <td>1 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Kalibratoren 1 – 6</td> <td>6 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Kontrollserum</td> <td>1 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Plastikbeutel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Gebrauchsinformation</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid</p>	Teströhrchen beschichtet	2 x 50	Tracer ≤ 150 kBq	1 x 105 mL	Kalibrator 0	1 x 0,5 mL	Kalibratoren 1 – 6	6 x 0,5 mL	Kontrollserum	1 x 0,5 mL	Plastikbeutel	1	Gebrauchsinformation	1
Tubes revêtus	2 x 50																																											
Traceur ≤ 150 kBq	1 x 105 mL																																											
Calibrateur 0	1 x 0,5 mL																																											
Calibrateurs 1 – 6	6 x 0,5 mL																																											
Sérum de contrôle	1 x 0,5 mL																																											
Sachet plastique	1																																											
Notice d'utilisation	1																																											
Coated tubes	2 x 50																																											
Tracer ≤ 150 kBq	1 x 105 mL																																											
Calibrator 0	1 x 0.5 mL																																											
Calibrators 1 – 6	6 x 0.5 mL																																											
Control serum	1 x 0.5 mL																																											
Plastic bag	1																																											
Instruction for use	1																																											
Teströhrchen beschichtet	2 x 50																																											
Tracer ≤ 150 kBq	1 x 105 mL																																											
Kalibrator 0	1 x 0,5 mL																																											
Kalibratoren 1 – 6	6 x 0,5 mL																																											
Kontrollserum	1 x 0,5 mL																																											
Plastikbeutel	1																																											
Gebrauchsinformation	1																																											
<p>Kit per il dosaggio radioimmunologico della Tri-iodotironina libera (FT3)</p> <p>Per uso diagnostico In Vitro</p> <p>Contenuto del kit :</p> <table border="0"> <tr> <td>Provette coattate</td> <td>2 x 50</td> </tr> <tr> <td>Tracciante ≤ 150 kBq</td> <td>1 x 105mL</td> </tr> <tr> <td>Calibratore 0</td> <td>1 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Calibratori 1 – 6</td> <td>6 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Siero di controllo</td> <td>1 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Sacchetto di plastica</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Istruzioni per l'uso</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Attenzione : Alcuni contengono sodio azide</p>	Provette coattate	2 x 50	Tracciante ≤ 150 kBq	1 x 105mL	Calibratore 0	1 x 0,5 mL	Calibratori 1 – 6	6 x 0,5 mL	Siero di controllo	1 x 0,5 mL	Sacchetto di plastica	1	Istruzioni per l'uso	1	<p>Equipo para la determinación radioinmunológica de Triyodotironina (FT3)</p> <p>Para uso diagnóstico In Vitro</p> <p>Contenido del equipo:</p> <table border="0"> <tr> <td>Tubos recubiertos</td> <td>2 x 50</td> </tr> <tr> <td>Trazador ≤ 150 kBq</td> <td>1 x 105 mL</td> </tr> <tr> <td>Calibrador 0</td> <td>1 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Calibradores 1 – 6</td> <td>6 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Suero control</td> <td>1 x 0.5 mL</td> </tr> <tr> <td>Bolsa de plástico</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Instrucciones de uso</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Precauciones: Algunos reactivos contienen azida sódica</p>	Tubos recubiertos	2 x 50	Trazador ≤ 150 kBq	1 x 105 mL	Calibrador 0	1 x 0,5 mL	Calibradores 1 – 6	6 x 0,5 mL	Suero control	1 x 0.5 mL	Bolsa de plástico	1	Instrucciones de uso	1	<p>Τυποποιημένη συσκευασία για το ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της ελεύθερης τριϊωδοθυρονίνης (FT3)</p> <p>Για διαγνωστική χρήση in vitro</p> <p>Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας</p> <table border="0"> <tr> <td>Επικαλυμμένοι σωλήνες</td> <td>2 x 50</td> </tr> <tr> <td>Ιχνηθέτης ≤ 150 kBq</td> <td>1 x 105 mL</td> </tr> <tr> <td>Πρότυπο 0</td> <td>1 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Πρότυπα 1 – 6</td> <td>6 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Ορός μάρτυς</td> <td>1 x 0,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Πλαστική θήκη</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Οδηγίες χρήσεως</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο νατρίου</p>	Επικαλυμμένοι σωλήνες	2 x 50	Ιχνηθέτης ≤ 150 kBq	1 x 105 mL	Πρότυπο 0	1 x 0,5 mL	Πρότυπα 1 – 6	6 x 0,5 mL	Ορός μάρτυς	1 x 0,5 mL	Πλαστική θήκη	1	Οδηγίες χρήσεως	1
Provette coattate	2 x 50																																											
Tracciante ≤ 150 kBq	1 x 105mL																																											
Calibratore 0	1 x 0,5 mL																																											
Calibratori 1 – 6	6 x 0,5 mL																																											
Siero di controllo	1 x 0,5 mL																																											
Sacchetto di plastica	1																																											
Istruzioni per l'uso	1																																											
Tubos recubiertos	2 x 50																																											
Trazador ≤ 150 kBq	1 x 105 mL																																											
Calibrador 0	1 x 0,5 mL																																											
Calibradores 1 – 6	6 x 0,5 mL																																											
Suero control	1 x 0.5 mL																																											
Bolsa de plástico	1																																											
Instrucciones de uso	1																																											
Επικαλυμμένοι σωλήνες	2 x 50																																											
Ιχνηθέτης ≤ 150 kBq	1 x 105 mL																																											
Πρότυπο 0	1 x 0,5 mL																																											
Πρότυπα 1 – 6	6 x 0,5 mL																																											
Ορός μάρτυς	1 x 0,5 mL																																											
Πλαστική θήκη	1																																											
Οδηγίες χρήσεως	1																																											

	FRA	ENG	DEU	ITA	SPA	ELL	POL	HUN	RUS	SRB
	Explication des symboles	Explanation of symbols	Erläuterung der Symbole	Spiegazione dei simboli	Significado de los símbolos	Επεξήγηση των συμβόλων που	Wyjaśnienie symboli	Jelmagyarázat	Объяснение символов	Objašnjenje simbola
	Conforme aux normes européennes	European conformity	CE-Konformitätskennzeichnung	Conformità europea	Conformidad europea	European conformity	Zgodne z normami europejskimi	Megfelel az európai szabványoknak	Европейский соответствия	Evropska usaglašenost
	T° limite de stockage	Storage temperature limitation	Limitierung der Lagertemperatur	Limiti per la temperatura di conservazione	Limites de temperatura de almacenamiento	Περιορισμός θερμοκρασίας φύλαξης	Graniczna temperatura przechowywania	Tárolási hőmérséklethatár	Ограничение температуры хранения	Ograničenje temperature za čuvanje
	N° de lot	Batch code	Chargencode	codice lotto	Código de lote	Κωδικός παρτίδας	Numer partii	Gyártási szám	код партии	Šifra serije
	Utiliser jusqu'au	Use by	Verwendbar bis	utilizzare entro	Consumir antes de	Ημερομ. λήξης	Zużyć do	Felhasználható az alábbi dátumig :	Используйте по	Upotrebiti do
	Consulter la notice d'utilisation	Consult operating instructions	Das Handbuch zu Rate ziehen	consultare le istruzioni per l'USO	Consultar las instrucciones de manejo o funcionamiento	Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας	Patrz dołączona ulotka	Olvassa el a használati utasítást	Обратитесь к инструкции по эксплуатации	Pogledajte uputstvo za upotrebu
	Diagnostic In Vitro	In Vitro Diagnostic device	In-VitroDiagnostische Anwendung	Dispositivo Diagnostico In Vitro	Dispositivo de diagnóstico In Vitro	διαγνωστική συσκευή In Vitro	Diagnostyka In Vitro	In vitro diagnosztika	В устройстве Витро диагностики	Uređaj za dijagnostiku in vitro
	Fabriqué par	Manufactured by	Hergestellt von	Prodotto da	Fabricado por	Κατασκευάζεται από την	Wyprodukowane przez	Gyártja:	Изготовитель	Proizveo
	Référence	Catalogue number	Katalog Nr.	N. catalogo	Número de catálogo	Αριθμός καταλόγου	Wzorec	Referenciakészítmény	номер по каталогу	Kataloški broj
	Nombre de tubes	Number of determinations	Anzahl der Bestimmungen	Numero di determinazioni	Número de determinaciones	Αριθμός προσδιορισμών	Liczba próbek	A kémcsövek száma	Количество определений	Broj određivanja
	Tubes revêtus	Coated tubes	beschichtete Röhrchen	Provette coattate	Tubos recubiertos	Επιστρωμένα σωληνάρια	Probówki powlekane	Bevont kémcsövek	Покрытые трубы	Obložene epruvete
	Traceur radioactif	Radioactive tracer	Radioactiver Tracer	Tracciante radioattivo	Trazador radiactivo	Ραδιενεργός ιχνηθέτης	Znacznik radioaktywny	Nyomjelző izotóp	радиоактивного индикатора	Radioaktivni indikator
	Calibrateur	Calibrator	Kalibrator	Calibratore	Calibrador	Βαθμονομητής	Kalibrator	Kalibrátor	калибратор	Kalibrator
	Contrôle	Control	Kontrolle	Controllo	Control	Ορός ελέγχου	Kontrola	Kontroll	контроль	Kontrola

FRA

Modifications par rapport à la version précédente :

Modification code langue Serbe, ajout information interférences 4.7.

ENG

Changes from the previous version:

Modification Serbian language code, addition information interference 4.7.

DEU

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:

Änderung serbischer Sprachcode, zusätzliche Informationsstörung 4.7.

ITA

Modifiche rispetto alla versione precedente:

Modifica Codice lingua serba, interferenza informazioni aggiuntive 4.7.

SPA

Cambios desde la versión anterior:

Modificación del código del idioma serbio, interferencia de información adicional 4.7.

ELL

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:

Τροποποίηση κώδικα σεββικής γλώσσας, παρεμβολή πληροφοριών προσθήκης 4.7.

POL

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Modyfikacja Kod języka serbskiego, interferencja z informacjami dodatkowymi 4.7.

HUN

Változások az előző verzióhoz képest:

Módosítás Szerb nyelv kód, kiegészítés információs zavarok 4.7.

RUS

Изменения по сравнению с предыдущей версией:

Модификация Код сербского языка, дополнительная информация. 4.7.

SRB

Promene od prethodne verzije:

Izmjena Kodeks srpskog jezika, uplitanje informacija o dodatku 4.7.

Kit per il dosaggio radioimmunologico della triiodotironina sierica libera (FT3).

Il kit è destinato all'uso professionale.

Contenuto del kit :

- 1 flacone di soluzione tampone di tracciante $^{125}\text{I-FT3}$, < 150 kBq, 105 mL di tampone, rosso.
- 2 x 50 **provette coattate di anticorpi anti-T3** di coniglio
- 7 flaconi di **calibratori** di FT3, contenenti ciascuno 0,5 ml di siero umano e sodio azide, con concentrazioni comprese tra 0 e 50 pg/mL o da 0 a 77 pmol/L * di FT3.
- 1 flacone di **siero di controllo** di FT3 liquido, contenente 0,5 mL di siero umano e sodio azide, concentrazione indicata sull'etichetta.
- 1 sacchetto di plastica
- 1 istruzioni per l'uso.

* I valori sopra riportati sono i valori di riferimento. I valori reali di ogni calibratore e controllo sono indicati sull'etichetta.

Alcuni reagenti contengono sodio azide come conservante. Evitarne l'assorbimento e il contatto con la pelle o le mucose. La sodio azide può reagire con le tubazioni in piombo e in rame formando azoturi metallici fortemente esplosivi. Per lo smaltimento, diluire abbondantemente i rifiuti.

1. Introduzione

La triiodotironina (T3) è un ormone metabolico individuato per la prima volta nel 1952 da Gross e Pitt-Rivers. Lo ioduro ingerito con i cibi viene ossidato nella tiroide e incorporato nella tirosina, un aminoacido presente nella tireoglobulina. L'accoppiamento delle molecole di 3-monoiodo e 3,5-diiodotirosina sintetizzate produce T3, mentre quello di due molecole di diiodotirosina genera T4, entrambe fissate alla catena polipeptidica. In questa forma, gli ormoni vengono immagazzinati nella tiroide e, a seconda del fabbisogno delle cellule periferiche, rilasciati tramite proteolisi stimolata dalla tireotropina (TSH). Legate alle proteine di trasporto Thyroxin Binding Globulin (TBG), alla Thyroxin Binding Prealbumin (TBPA) e alla Thyroxin Binding Albumin (TBA), T3 e T4 raggiungono gli organi bersaglio tramite la circolazione sanguigna.

Circa il 99,7% della T3 totale si lega alle proteine, costituendo quindi la forma di immagazzinamento della frazione libera efficace a livello ormonale.

Nei soggetti sani, vengono sintetizzati circa 35 µg di T3 al giorno, 25 µg dei quali tramite deiodazione periferica della T4. Essendo l'azione ormonale della T3 molto più potente di quella della T4, la tiroxina può essere considerata il proormone della T3.

L'azione fisiologica della T3 e della T4 è attribuita alla frazione libera, non legata alle proteine di trasporto. Circa lo 0,3% della T3 è in forma libera (FT3). La sua funzione principale consiste nello stimolare il metabolismo. La variazione dei valori dalla norma può riflettersi su tutti gli organi. L'emivita biologica della T3 è di circa 1 giorno, quella della T4 di circa 8 giorni.

2. Risultati clinici e caratteristiche specifiche del dosaggio**2.1. Importanza clinica del dosaggio**

L'importanza del dosaggio diretto della FT3 risiede nella possibilità di accertare in modo preciso la situazione metabolica della ghiandola tiroidea, anche in caso di alterazioni delle proteine leganti. Ad esempio, quando la T3 e le proteine leganti aumentano o diminuiscono contemporaneamente, il livello di FT3 rientra nell'intervallo normale, corrispondente a una stimolazione metabolica eutiroidea. Al contrario, nell'ipotiroidismo si riscontra sempre una riduzione della concentrazione di FT3, mentre nell'ipertiroidismo – in particolare quello da T3 isolata – si registra un aumento di tale concentrazione.

Inoltre, il dosaggio della FT3 è indicato per il monitoraggio terapeutico in caso di trattamento sostitutivo con tiroxina e di terapia tireostatica.

Le anomalie riscontrate nelle proteine leganti sono dovute nella maggior parte dei casi a variazioni della concentrazione di TBG, più che a quelle di TBPA e TBA. Possono essere causate, inoltre, da variazioni della capacità di legame di tali proteine. Questo spiega perché il dosaggio della triiodotironina libera offre informazioni maggiori sulla situazione metabolica rispetto al semplice dosaggio della T3 totale.

Le variazioni della capacità di legame possono avere un'origine fisiologica, patologica o farmacologica, dipendendo ad esempio dai seguenti fattori:

- età, gravidanza
- fattori ereditari (quali l'ipertiroxinemia familiare disalbuminemia)
- digiuno, affezioni gravi (di origine non tiroidea)
- farmaci (ad esempio, fenitoina, amiodarone, salicilati, eparina, contraccettivi).

In gravidanza o dopo assunzione di contraccettivi orali, può verificarsi un aumento della TBG dovuto a estrogeni. Il digiuno (anoressia nervosa) e le affezioni gravi (setticemia, shock cardiaco, insufficienza polmonare, affezioni tumorali, cirrosi epatica scompensata, uremia terminale) possono provocare anche una carenza di albumina. I farmaci e gli acidi grassi liberi possono ridurre la capacità di legame delle proteine.

2.2. Valori attesi

In occasione di uno studio multicentrico a livello europeo su RIA-gnost FT3, condotto su 858 soggetti eutiroidei, il 95% dei campioni ha fornito valori compresi tra 2 e 4,25 pg/mL (\approx 3,1 a 6,5 pMol/L).

Ipertiroidi	> 4,25 pg/mL (> 6,5 pMol/L)
Eutiroidei	2,0 – 4,25 pg/mL (da 3,1 a 6,5 pMol/L)
Ipotiroidei	< 2,0 pg/mL (< 3,1 pMol/L)

Si raccomanda, tuttavia, all'utilizzatore del kit di stabilire un proprio intervallo di normalità in modo da ovviare a eventuali variazioni regionali o condizioni operative del laboratorio. In modo particolare, i valori scendono nei soggetti anziani o ricoverati in ospedale (soprattutto nel reparto cure intensive).

2.3. Imprecisione

E' stata valutata mediante 3 campioni dosati 8 volte nella stessa serie e in 9 serie diverse.

Intrasaggio		
Campioni	Media (pg/mL)	CV (%)
1	2,60	4,96
2	8,50	3,30
3	22,97	6,77

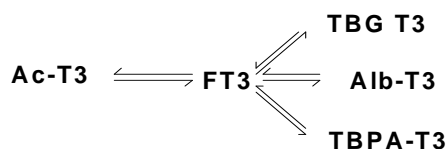
Intersaggio		
Campioni	Media (pg/mL)	CV (%)
4	2,60	5,00
5	8,47	3,65
6	23,90	7,60

2.4. Sensibilità

La dose minima rilevabile diversa dallo calibratore 0, con un livello di confidenza del 95%, è stata valutata a 0,6 pg/mL (0,92 pMol/L).

3. Principio del dosaggio

RIA-gnost® FT3 consente di dosare la T3 libera mediante provette coattate di anticorpi. Il campione di siero viene incubato con un anticorpo policlonale legato alla fase solida. Durante l'incubazione del siero, si stabiliscono equilibri tra la T3 e le proteine leganti naturali, oltre ad un equilibrio con l'anticorpo. Essendo la quantità di anticorpo modesta, tali equilibri restano praticamente inalterati.



Durante l'incubazione il tracciante FT3 occupa i siti anticorpali liberi. Al termine dell'incubazione, si elimina il liquido e si misura la radioattività legata alle provette. La struttura del tracciante FT3 utilizzato nel kit RIA-gnost® FT3 è stata modificata in modo che presenti una immunoreattività per gli anticorpi (tracciante reattivo) diversa da quella della T3. Si ottiene, pertanto, un'evoluzione ottimale della curva e un'estrema precisione, utilizzando una concentrazione modesta di anticorpi legati alla fase solida.

4. Procedimento

4.1. Materiale necessario

Micropipette con puntali in plastica monouso, da 50 µL e 1000 µL (1 ml) o dosatore da 1 mL, agitatore orizzontale (da 200 a 350 giri/min), gamma counter tarato per la determinazione dello iodio 125.

4.2. Preparazione dei reagenti

Non mescolare i reagenti di lotti differenti.

Prima dell'utilizzo, portare a temperatura ambiente i componenti del kit conservati a 2-8°C. Conservare tutti i reagenti non utilizzati a 2-8°C. Conservare le provette non utilizzare nella confezione richiusa.

4.3. Preparazione dei campioni di siero

Una volta effettuato il prelievo sanguigno, preparare il siero utilizzando il procedimento abituale. Utilizzare immediatamente il siero per eseguire l'analisi oppure conservarlo per un massimo di 24 ore a 2-8°C. Per una conservazione più lunga, si raccomanda di congelarlo a -20°C. Per evitare di congelare e scongelare più volte i campioni di siero, suddividerli in aliquote. Omogeneizzare con cura i campioni dopo lo scongelamento.

4.4. Avvertenze e precauzioni per l'uso

Le materie prime di origine umana contenute nei reagenti di questo kit sono state testate con kit approvati e risultate negative agli anticorpi anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV e all'antigene HBs. Nessuno dei metodi analitici conosciuti a tutt'oggi può garantire in modo assoluto che materie prime di origine umana non possano trasmettere l'epatite, il virus HIV o qualsiasi altra infezione virale. Pertanto qualsiasi materia prima di origine umana, compresi i campioni da dosare, deve essere trattata come potenzialmente infetta.

4.5. Dosaggio della triiodotironina libera (FT3) :

1. Numerare un numero sufficiente di provette coattate di anticorpi, come indicato dalla tabella (7 calibratori, siero di controllo, campioni). Trattare in modo identico tutte le provette appartenenti alla stessa serie di analisi. Costruire una curva di taratura per ciascuna serie.
Si consiglia di effettuare il dosaggio in doppio per gli calibratori, i controlli e i campioni da dosare.
2. Distribuire 50 µL di calibratore o campioni sul fondo delle provette rivestite di anticorpi. Utilizzare un puntale nuovo per ciascun campione.
3. Distribuire in ogni provetta 1000 µL della soluzione di tracciante ¹²⁵I-FT3.
4. Agitare le provette con un agitatore orizzontale per 120 minuti (± 5 min) a temperatura ambiente (18-25°C) a una velocità compresa tra 200 e 350 giri/minuto.
5. Eliminare la soluzione mediante decantazione, quindi lasciare le provette capovolte su carta assorbente per 2-5 minuti. Eliminare i residui di liquido eventualmente presenti sul bordo delle provette picchiettando queste ultime. E' possibile anche aspirare.
6. Misurare la radioattività delle provette per 1 minuto utilizzando un gamma counter.

Note : Per effettuare un numero maggiore di dosaggi, utilizzare reagenti di kit diversi, purché appartenenti allo stesso lotto. Assicurarsi che le operazioni siano eseguite con rapidità. In ciascuna serie di analisi non dovrebbero rientrare più di 200 provette. Tutti i campioni di siero da dosare devono essere riportati sulla curva di taratura. Per semplificare la procedura, l'aggiunta di 1000 µl di soluzione di tracciante (fase 3) può essere effettuata con una multipipetta.

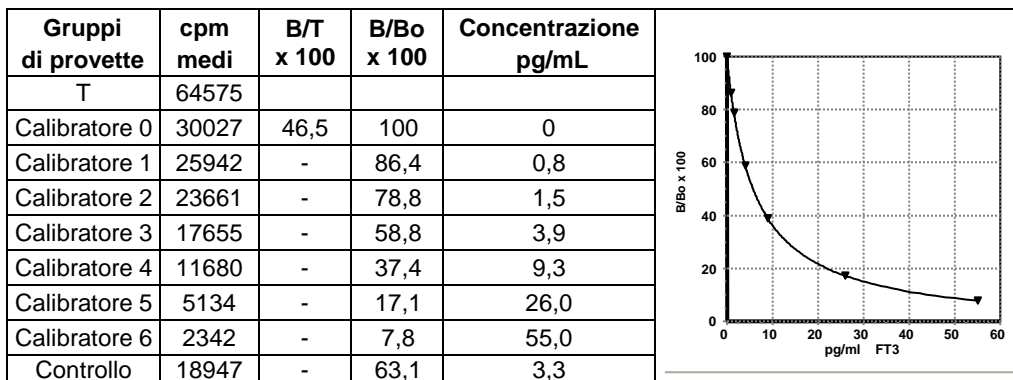
4.6 Valutazione dei risultati

Per ciascun gruppo di provette, calcolare i conteggi medi. Calcolare i valori B/T per CAL0 e calcolare i valori B/Bo per tutti i calibratori e tutti i controlli. Estrapolare la curva di taratura tracciando il B/Bo dei calibratori rispetto alle loro concentrazioni. Leggere i valori dei campioni direttamente sulla curva di taratura.

Per la conversione in nmol/L si consiglia di ricorrere alla seguente equazione: FT3 (pmol/L) = FT3 (pg/mL) x 1,54.

Per la curva di taratura si raccomanda il modello matematico di fitting iperbolico. I risultati ottenuti con altre funzioni di riduzione dei dati potrebbero essere leggermente diversi.

Esempio di curva di taratura



4.7. Interferenze

La presenza di bilirubina a concentrazioni fino a 250 mg/L, di emoglobina fino a 10 g/L e di trigliceridi fino a 20 g/L non ha alcun effetto sui risultati del dosaggio.

Non è stata osservata alcuna interferenza biotina misurata fino a 1200 ng/mL.

5. Regole di base di protezione contro le radiazioni ionizzanti

Questo prodotto radioattivo può essere acquistato, ricevuto, immagazzinato e utilizzato solo da personale e da laboratori autorizzati. Questa soluzione non può essere in nessun caso somministrata a uomini o animali.

L'acquisto, la conservazione, l'impiego o lo scambio di prodotti radioattivi sono disciplinati dalle normative vigenti nel paese dell'utilizzatore.

L'applicazione delle regole di base di radioprotezione assicura una sicurezza adeguata.

Alcuni suggerimenti utili:

I prodotti radioattivi devono essere immagazzinati nella confezione originale in un locale idoneo.

Deve essere tenuto aggiornato un registro di carico e scarico dei prodotti radiattivi.

La manipolazione dei prodotti radioattivi deve essere eseguita in un locale adatto ad accesso ristretto (zona controllata).

Non mangiare, nè bere, nè fumare o applicare cosmetici nella zona controllata.

Non pipettare le soluzioni radioattive con la bocca.

Evitare il contatto diretto con prodotti radioattivi, utilizzando camici e guanti di protezione.

Il materiale di laboratorio e di vetreria che è stato contaminato deve essere eliminato di volta in volta per evitare una contaminazione incrociata con più isotopi.

Qualsiasi caso di contaminazione o dispersione di sostanze radioattive dovrà essere risolta secondo procedure stabilite.

Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi dovrà essere effettuato in conformità alle norme vigenti.

Tabella 1: FLOW CHART SAGGIO

Numerazione delle provette	Calibratori (μL)							Siero di controllo (μL)	Campioni (μL)		
	CAL ₀	CAL ₁	CAL ₂	CAL ₃	CAL ₄	CAL ₅	CAL ₆		C	1	2
Calibratori	CAL ₀	CAL ₁	CAL ₂	CAL ₃	CAL ₄	CAL ₅	CAL ₆				
	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50				
Siero di controllo								50/50			
Campioni									50/50	50/50	50/50
Soluzione di tracciante ¹²⁵ I-FT3 (rosso)	←-----1000 μL ----->										
	Agitare 120 minuti a 200 - 350 giri/min a temperatura ambiente (18-25°C)										
	Decantare e picchiettare su carta assorbente o aspirare										
	Contare										

BIBLIOGRAPHY :

Ekins RP, Faglia G, Pennisi R, et al. Methods for the measurement of free thyroid hormones. "Free thyroid hormones proceedings of the international Symposium held in Venice". Amsterdam, Experta Medica. 1979;298.

Fleury-Goyon MC, Dutey P, Charrie A, et al. Variations de l'hormonémie thyroïdienne avec l'âge. Rev Fr Endocrinol Clin. 1988;29:573-82.

Franklyn JA, Sheppard MC, Ramsden DB, et al. Free triiodothyronine and free thyroxin in sera of pregnant women and subjects with congenitally increased or decreased Thyroxin-Binding-Globulin. Clin Chem. 1983;29:1527-30.

Giroud-Baleyrier F, Verges B, Vaillant G, et al. Les syndrômes de résistance aux hormones thyroïdiennes : aspects cliniques, stratégie diagnostique et traitement. Rev Fr Endocrinol Clin. 1987;28:155-64.

Jaffiol C, Baldet L. Exploration de la fonction thyroïdienne, tests in vitro. Trait d'union, supp au n° 12. 1989;21-9.

Lalloz MRA, Byfield PGH, et Himsworth RL. A new and distinctive albumin variant with increased affinities for both triiodothyronine and causin hyperthyroxinaemia. Clin Endocrinol. 1985;22:521-9.

Pearce CJ, Byfield PGH. Free thyroid hormone assays and thyroid function. Ann Clin Biochem. 1986;23:230-7.

Pearce CJ, Himsworth RL. Total and free thyroid hormone concentrations in patients receiving maintenance replacement treatment with thyroxine. Br Med J. 1984;288:693-5.

Piketty ML, Cruaud P, Porquet D, et al. Valeurs usuelles de la T3 libre en pédiatrie chez des sujets euthyroïdiens âgés de 1 jour à 16 ans. International Symposium, thyroid function test, Ile de Bendor. 1985.

Robbins J, Rall JE. The Iodine containing Hormones. "Hormones in Blood". Gray CM and James VHT Eds, London acad press. 1979.

Sapin R. Interférence des anticorps dans les immunodosages avec marqueur. Ann de Biol Clin. 1990;48:361-364.

Segrestaa JM, Bergmann JF. Interférences des médicaments et des immunodosages hormonaux. Immuno analyse Biol Spec.1989;17:27-33.