

ELSA-CYFRA-

Protocole/Protocol : 18 - 22h

Lot N°/Batch # : 419A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-CYFRA-	419A	28/10/2021
CT-ELSA-CYFRA-	121	03/11/2021
CAL0-ELSA-CYFRA-	39A	11/08/2023
CAL1-ELSA-CYFRA	42A	19/01/2023
CAL2-ELSA-CYFRA	42A	19/01/2023
CAL3-ELSA-CYFRA	42A	19/01/2023
CAL4-ELSA-CYFRA	42A	19/01/2023
CONT-ELSA-CYFRA	42A	19/01/2023
TWEEN-1-3-EL-1FLA	215A	03/06/2024
ELSA-CYFRA-21 MO	027	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	ng/mL	B/T %	0.03
CAL.1	1.70	ng/mL	B/T %	0.52
CAL.2	9.30	ng/mL	B/T %	3.23
CAL.3	27.20	ng/mL	B/T %	10.99
CAL.4	54.00	ng/mL	B/T %	22.98

Activité totale / Total activity : 270151 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	ng/mL	2.400 - 3.600	3.59

Date du contrôle
Control Date

01/09/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

28/10/2021

