

# ELSA-CA72-4

Protocole/Protocol : 4h + 16 - 20h

Lot N°/Batch # : 454A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-CA72-4	454A	28/10/2021
CT-ELSA-CA72-4	93N	28/12/2021
BUF-ELSA-CA72-4	59A	28/12/2021
DIL-ELSA-CA72-4	62A	09/06/2022
CAL1-ELSA-CA72-4	77A	31/05/2022
CAL2-ELSA-CA72-4	77A	31/05/2022
CAL3-ELSA-CA72-4	77A	31/05/2022
CAL4-ELSA-CA72-4	77A	31/05/2022
CAL5-ELSA-CA72-4	77A	31/05/2022
CONT-ELSA-CA72-4	77A	31/05/2022
ELSA-CA-72-4 MO	027	

## RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.1	3.20	U/mL	B/T %	0.28
CAL.2	9.50	U/mL	B/T %	1.02
CAL.3	26.00	U/mL	B/T %	2.35
CAL.4	47.00	U/mL	B/T %	4.26
CAL.5	94.00	U/mL	B/T %	7.34

Activité totale / Total activity : 172264 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	U/mL	5.120 - 7.680	6.53

Date du contrôle  
Control Date

02/09/2021

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

**28/10/2021**

