

ELSA-CA72-4

Protocole/Protocol : 4h + 16 - 20h

Lot N°/Batch # : 459A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-CA72-4	459A	17/03/2022
CT-ELSA-CA72-4	94F	08/09/2022
BUF-ELSA-CA72-4	60A	16/08/2022
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 %	0.31
CAL.2	9.50	U/mL	B/T %	1.04
CAL.3	26.00	U/mL	B/T %	2.54
CAL.4	47.00	U/mL	B/T %	4.86
CAL.5	94.00	U/mL	B/T %	8.25

Activité totale / Total activity : 193455 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	U/mL	5.120 - 7.680	6.29

Date du contrôle
Control Date

13/01/2022

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

17/03/2022

