

ELSA-CA72-4

Protocole/Protocol : 4h + 16 - 20h

Lot N°/Batch # : 463A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-CA72-4	463A	07/07/2022
CT-ELSA-CA72-4	94K	08/09/2022
BUF-ELSA-CA72-4	61A	26/01/2023
DIL-ELSA-CA72-4	63A	19/01/2023
CAL1-ELSA-CA72-4	78A	24/01/2023
CAL2-ELSA-CA72-4	78A	24/01/2023
CAL3-ELSA-CA72-4	78A	24/01/2023
CAL4-ELSA-CA72-4	78A	24/01/2023
CAL5-ELSA-CA72-4	78A	24/01/2023
CONT-ELSA-CA72-4	78A	24/01/2023
ELSA-CA-72-4 MO	027	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.1	2.70	U/mL	B/T %	0.28
CAL.2	10.00	U/mL	B/T %	1.42
CAL.3	26.00	U/mL	B/T %	3.29
CAL.4	50.00	U/mL	B/T %	5.68
CAL.5	120.00	U/mL	B/T %	9.57

Activité totale / Total activity : 183429 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	U/mL	4.880 - 7.320	6.04

Date du contrôle
Control Date

05/05/2022

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

07/07/2022

