

ELSA-CA72-4

Protocole/Protocol : 4h + 16 - 20h

Lot N°/Batch # : 448B

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-CA72-4	448A	13/05/2021
CT-ELSA-CA72-4	93E	28/12/2021
BUF-ELSA-CA72-4	59A	28/12/2021
DIL-ELSA-CA72-4	61A	09/09/2021
CAL1-ELSA-CA72-4	76A	17/09/2021
CAL2-ELSA-CA72-4	76A	17/09/2021
CAL3-ELSA-CA72-4	76A	17/09/2021
CAL4-ELSA-CA72-4	76A	17/09/2021
CAL5-ELSA-CA72-4	76A	17/09/2021
CONT-ELSA-CA72-4	76A	17/09/2021
ELSA-CA-72-4 MO	027	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.1	2.82	U/mL	B/T %	0.30
CAL.2	9.50	U/mL	B/T %	1.18
CAL.3	22.70	U/mL	B/T %	2.42
CAL.4	45.00	U/mL	B/T %	4.37
CAL.5	115.00	U/mL	B/T %	7.92

Activité totale / Total activity : 161090 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	U/mL	4.400 - 6.600	5.52

Date du contrôle
Control Date

22/03/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

13/05/2021