

ELSA2-AFP

Protocole/Protocol : 30mn + 30mn

Lot N°/Batch # : 479A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA2-AFP	479A	08/07/2022
CT-ELSA2-AFP	157	11/10/2022
BUF-ELSA2-AFP	58A	22/03/2023
CAL0-ELSA2-AFP	79A	01/03/2023
CAL1-ELSA2-AFP	79A	18/11/2022
CAL2-ELSA2-AFP	79A	18/11/2022
CAL3-ELSA2-AFP	79A	18/11/2022
CAL4-ELSA2-AFP	79A	18/11/2022
CAL5-ELSA2-AFP	79A	18/11/2022
CAL6-ELSA2-AFP	79A	18/11/2022
CONT-ELSA2-AFP	79A	18/11/2022
ELSA-2-AFP MO	029	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	ng/mL	B/T %	0.05
CAL.1	2.60	ng/mL	B/T %	0.32
CAL.2	29.00	ng/mL	B/T %	2.51
CAL.3	95.00	ng/mL	B/T %	7.87
CAL.4	240.00	ng/mL	B/T %	17.13
CAL.5	510.00	ng/mL	B/T %	31.28
CAL.6	800.00	ng/mL	B/T %	44.13

Activité totale / Total activity : 139386 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	ng/mL	7.20 - 10.80	8.45

Date du contrôle
Control Date

09/05/2022

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

08/07/2022

