

ELSA-ACTH

Protocole/Protocol : 18 - 22h

Lot N°/Batch # : 438A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-ACTH	438A	20/07/2022
CT-ELSA-ACTH	101	01/05/2023
DIL-ELSA-ACTH	36A	12/10/2022
CAL0-ELSA-ACTH	36A	05/09/2023
CAL1-ELSA-ACTH	35A	24/10/2023
CAL2-ELSA-ACTH	35A	24/10/2023
CAL3-ELSA-ACTH	35A	24/10/2023
CAL4-ELSA-ACTH	35A	24/10/2023
CAL5-ELSA-ACTH	35A	24/10/2023
CONT-ELSA-ACTH	35A	24/10/2023
TWEEN 20	215A	03/06/2024
ELSA.ACTH MO	025	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	pg/mL	B/T %	0.05
CAL.1	19.00	pg/mL	B/T %	0.22
CAL.2	53.00	pg/mL	B/T %	0.66
CAL.3	350.00	pg/mL	B/T %	4.36
CAL.4	880.00	pg/mL	B/T %	10.37
CAL.5	2 000.00	pg/mL	B/T %	24.94

Activité totale / Total activity : 277273 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	pg/mL	35.20 - 52.80	43.30

Date du contrôle
Control Date

23/05/2022

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

20/07/2022

