

# ELSA-CA15-3

Protocole/Protocol : 1h + 1h

Lot N°/Batch # : 623A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-CA15-3	623A	16/03/2022
CT-ELSA-CA15-3	365	18/05/2022
DIL-ELSA-CA15-3	108A	10/05/2022
CAL 0 ELSA CA 15-3	157A	29/05/2023
CAL 1 ELSA CA 15-3	157A	29/05/2023
CAL 2 ELSA CA 15-3	157A	29/05/2023
CAL 3 ELSA CA 15-3	157A	29/05/2023
CAL 4 ELSA CA 15-3	157A	29/05/2023
CAL 5 ELSA CA 15-3	157A	29/05/2023
CONT ELSA CA 15-3	157A	29/05/2023
ELSA-CA 15-3 MO	032	

## RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	U/mL	B/T %	0.15
CAL.1	15.30	U/mL	B/T %	2.36
CAL.2	41.00	U/mL	B/T %	5.84
CAL.3	82.00	U/mL	B/T %	11.14
CAL.4	140.00	U/mL	B/T %	17.09
CAL.5	240.00	U/mL	B/T %	26.55

Activité totale / Total activity : 272772 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	U/mL	24.00 - 36.00	28.36

Date du contrôle  
Control Date

17/01/2022

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

**16/03/2022**

