

# ELSA-NSE

Protocole/Protocol : 3h

Lot N°/Batch # : 405A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-NSE	405A	05/07/2022
CT-ELSA-NSE	111V	05/07/2022
CAL0-ELSA-NSE	31A	16/01/2023
CAL1-ELSA-NSE	33A	21/11/2022
CAL2-ELSA-NSE	33A	21/11/2022
CAL3-ELSA-NSE	33A	21/11/2022
CAL4-ELSA-NSE	33A	21/11/2022
CAL5-ELSA-NSE	33A	21/11/2022
CONT-ELSA-NSE	33A	21/11/2022
TWEEN-1-3-EL-1FLA	215A	03/06/2024
ELSA-NSE MO	023	

## RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	ng/mL	B/T %	0.08
CAL.1	6.20	ng/mL	B/T %	0.49
CAL.2	27.00	ng/mL	B/T %	3.28
CAL.3	55.00	ng/mL	B/T %	8.50
CAL.4	110.00	ng/mL	B/T %	27.46
CAL.5	230.00	ng/mL	B/T %	58.38

Activité totale / Total activity : 184336 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	ng/mL	10.40 - 15.60	14.18

Date du contrôle  
Control Date

12/05/2022

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

**05/07/2022**

