

# ELSA-CYFRA-

Protocole/Protocol : 18 - 22h

Lot N°/Batch # : 428A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-CYFRA-	428A	07/07/2022
CT-ELSA-CYFRA-	123	01/08/2022
CAL0-ELSA-CYFRA-	40A	01/01/2024
CAL1-ELSA-CYFRA	42A	19/01/2023
CAL2-ELSA-CYFRA	42A	19/01/2023
CAL3-ELSA-CYFRA	42A	19/01/2023
CAL4-ELSA-CYFRA	42A	19/01/2023
CONT-ELSA-CYFRA	42A	19/01/2023
TWEEN-1-3-EL-1FLA	215A	03/06/2024
ELSA-CYFRA-21 MO	027	

## 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	1.70	ng/mL	B/T %	0.50
CAL.2	9.30	ng/mL	B/T %	3.52
CAL.3	27.20	ng/mL	B/T %	11.93
CAL.4	54.00	ng/mL	B/T %	25.42

Activité totale / Total activity : 258825 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	ng/mL	2.40 - 3.60	3.51

Date du contrôle  
Control Date

09/05/2022

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

**07/07/2022**

