

ELSA-FBHCG

Protocole/Protocol : 1h + 2h

Lot N°/Batch # : 431B

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-FBHCG	431A	17/03/2022
CT-ELSA-FBHCG	110B	08/08/2022
BUF-ELSA-FBHCG	56A	28/07/2022
CAL0-ELSA-FBHCG	68A	08/07/2022
CAL1-ELSA-FBHCG	67A	04/07/2022
CAL2-ELSA-FBHCG	67A	04/07/2022
CAL3-ELSA-FBHCG	67A	04/07/2022
CAL4-ELSA-FBHCG	67A	04/07/2022
CAL5-ELSA-FBHCG	67A	04/07/2022
CONT-ELSA-FBHCG	67A	04/07/2022
TWEEN-1-3-EL-1FLA	215A	03/06/2024
ELSA-F-BHCG 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	0.21	ng/mL	B/T %	0.36
CAL.2	2.26	ng/mL	B/T %	3.29
CAL.3	9.80	ng/mL	B/T %	13.67
CAL.4	23.00	ng/mL	B/T %	31.01
CAL.5	54.00	ng/mL	B/T %	55.03

Activité totale / Total activity : 300344 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	ng/mL	0.96 - 1.44	1.24

Date du contrôle
Control Date

14/01/2022

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

17/03/2022

