

ELSA-FBHCG

Protocole/Protocol : 1h + 2h

Lot N°/Batch # : 429A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-FBHCG	429A	20/01/2022
CT-ELSA-FBHCG	109F	31/01/2022
BUF-ELSA-FBHCG	56A	28/07/2022
CAL0-ELSA-FBHCG	67A	20/04/2022
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 %	0.06
CAL.1	0.21	ng/mL	B/T %	0.35
CAL.2	2.26	ng/mL	B/T %	3.25
CAL.3	9.80	ng/mL	B/T %	14.78
CAL.4	23.00	ng/mL	B/T %	31.91
CAL.5	54.00	ng/mL	B/T %	57.38

Activité totale / Total activity : 295269 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	ng/mL	0.96 - 1.44	1.23

Date du contrôle
Control Date

17/11/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

20/01/2022

