

# PTH-US

Protocole/Protocol : 16 - 20h

Lot N°/Batch # : 435U

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-PTH	435A	06/07/2022
CT-ELSA-PTH	88	29/11/2022
CAL0-ELSA-PTH	34A	07/02/2023
CAL1-ELSA-PTH	34A	07/03/2024
CAL2-ELSA-PTH	34A	07/03/2024
CAL3-ELSA-PTH	34A	07/03/2024
CAL4-ELSA-PTH	34E	07/03/2024
CAL5-ELSA-PTH	34A	07/03/2024
CONT-ELSA-PTH	34A	07/03/2024
TWEEN 20	215A	03/06/2024
PTH-US MO	01	

## RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	pg/mL	B/T %	0.04
CAL.1	14.20	pg/mL	B/T %	0.52
CAL.2	47.00	pg/mL	B/T %	1.66
CAL.3	142.00	pg/mL	B/T %	4.72
CAL.4	470.00	pg/mL	B/T %	14.54
CAL.5	1 600.00	pg/mL	B/T %	34.59

Activité totale / Total activity : 270260 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	pg/mL	30.40 - 45.60	36.80

Date du contrôle  
Control Date

18/05/2022

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

**06/07/2022**

