

P3NP-ELISA

Protocole/Protocol : 3h

Lot N°/Batch # : 14A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
CONJ P3NP	14B	18/07/2023
MICROPLATE P3NP	13A	18/07/2023
CAL0-DIL P3NP	11A	20/07/2023
CAL1 P3NP	12A	20/07/2023
CAL2 P3NP	12A	20/07/2023
CAL3 P3NP	12A	20/07/2023
CAL4 P3NP	12A	20/07/2023
CAL5 P3NP	12A	20/07/2023
CONT1 P3NP	12A	20/07/2023
CONT2 P3NP	12A	20/07/2023
TWEEN-1-3	214A	18/03/2024
BLISTER-3-WASH	26A	31/03/2025
SUBS-TMB	55A	08/07/2023
STOP-SOL	30A	18/05/2023
P3NP MO	007	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL 0	0.00	µg/L	DO	0.06
CAL 1	3.30	µg/L	DO	0.43
CAL 2	6.90	µg/L	DO	0.78
CAL 3	13.90	µg/L	DO	1.32
CAL 4	25.00	µg/L	DO	1.98
CAL 5	35.00	µg/L	DO	2.33

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CRT1	µg/L	6.64 - 9.96	8.05
CRT2	µg/L	16.5 - 24.7	19.98

Date du contrôle
Control Date

27/09/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

18/05/2023

