

P3NP-ELISA

Protocole/Protocol : 3h

Lot N°/Batch # : 11D

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
CONJ P3NP	11A	14/03/2022
MICROPLATE P3NP	11A	07/03/2022
CAL0-DIL P3NP	09A	28/03/2022
CAL1 P3NP	09A	28/03/2022
CAL2 P3NP	09A	28/03/2022
CAL3 P3NP	09A	28/03/2022
CAL4 P3NP	09A	28/03/2022
CAL5 P3NP	09A	28/03/2022
CONT1 P3NP	09A	28/03/2022
CONT2 P3NP	09A	28/03/2022
SUBS-TMB	55A	08/07/2023
STOP-SOL	28A	28/03/2022
TWEEN 1/3	213A	20/03/2023
BLISTER-3-WASH	26A	31/03/2025
P3NP MO	007	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL 0	0.00	µg/L	DO	0.07
CAL 1	3.00	µg/L	DO	0.52
CAL 2	5.90	µg/L	DO	0.94
CAL 3	11.90	µg/L	DO	1.56
CAL 4	23.60	µg/L	DO	2.24
CAL 5	33.00	µg/L	DO	2.60

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CRT1	µg/L	5.84 - 8.76	6.83
CRT2	µg/L	16.00 - 24.00	19.33

Date du contrôle
Control Date

31/03/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

07/03/2022