

# P3NP-ELISA

Protocole/Protocol : 3h

Lot N°/Batch # : 13A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
CONJ P3NP	13A	27/04/2023
MICROPLATE P3NP	12A	08/02/2023
CAL0-DIL P3NP	10A	07/02/2023
CAL1 P3NP	11A	28/03/2023
CAL2 P3NP	11A	28/03/2023
CAL3 P3NP	11A	28/03/2023
CAL4 P3NP	11A	28/03/2023
CAL 5 P3NP	11A	28/03/2023
CONT1 P3NP	11A	28/03/2023
CONT2 P3NP	11A	28/03/2023
SUBS-TMB	55A	08/07/2023
STOP-SOL	29A	01/11/2022
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	0.06
CAL 1	3.00	µg/L	DO	0.39
CAL 2	6.30	µg/L	DO	0.74
CAL 3	12.00	µg/L	DO	1.24
CAL 4	24.00	µg/L	DO	1.92
CAL 5	35.00	µg/L	DO	2.29

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CRT1	µg/L	6.0 - 9.0	7.56
CRT2	µg/L	15.9 - 23.9	18.74

Date du contrôle  
Control Date

11/05/2021

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

**01/11/2022**

