

P3NP-ELISA

Protocole/Protocol : 3h

Lot N°/Batch # : 15A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
CONJ-P3NP-ELISA	15A	13/06/2024
MICROPLATE-P3NP-ELIS	15A	11/06/2024
DIL CAL0-P3NP-ELISA	15A	24/06/2024
CAL1-P3NP-ELISA	15A	27/06/2024
CAL2-P3NP-ELISA	15A	27/06/2024
CAL3-P3NP-ELISA	15A	27/06/2024
CAL4-P3NP-ELISA	15A	27/06/2024
CAL5-P3NP-ELISA	15A	27/06/2024
CONT1-P3NP-ELISA	15A	27/06/2024
CONT2-P3NP-ELISA	15A	27/06/2024
TWEEN 20	215AP	03/06/2024
BLISTER-3-WASH	26A	31/03/2025
SUBS TMB	58AP	29/10/2024
STOP SOLN	33AP	05/06/2024
P3NP MO	08	

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	2.95	µg/L	DO	0.45
CAL 2	6.10	µg/L	DO	0.82
CAL 3	12.10	µg/L	DO	1.41
CAL 4	22.60	µg/L	DO	2.07
CAL 5	32.00	µg/L	DO	2.53

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CRT1	µg/L	5.84 - 8.76	7.63
CRT2	µg/L	15.4 - 23.2	19.40

Date du contrôle
Control Date

21/07/2022

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

03/06/2024

