

P3NP-EL-US

Protocole/Protocol : 3h

Lot N°/Batch # : 13V

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #
CONJ P3NP	13V
MICROPLATE P3NP	12V
CAL0-DIL P3NP	10V
CAL1 P3NP	11V
CAL2 P3NP	11V
CAL3 P3NP	11V
CAL4 P3NP	11V
CAL5 P3NP	11V
CONT1 P3NP	11V
CONT2 P3NP	11V
STOP-SOL-US	29V
SUBS-TMB-US	55V
TWEEN-20-US	213V
BLISTER-3-WASH	26A
P3NP US MO	009

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

18/05/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

01/11/2022

