

# P3NP-EL-US

Protocole/Protocol : 3h

Lot N°/Batch # : 14W

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #
CONJ P3NP	14W
MICROPLATE P3NP	13W
CAL0-DIL P3NP	11V
CAL1 P3NP	12W
CAL2 P3NP	12W
CAL3 P3NP	12W
CAL4 P3NP	12W
CAL5 P3NP	12W
CONT1 P3NP	12W
CONT2 P3NP	12W
TWEEN-20-US	213V
BLISTER-3-WASH	26A
SUBS-TMB-US	55V
STOP-SOL-US	30V
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	3.30	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	19.97

Date du contrôle  
Control Date

11/10/2021

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

**20/03/2023**

