

P3NP-ELISA

Protocole/Protocol : 3h

Lot N°/Batch # : 16A

| Réactifs Reagents | Lot N° Batch # | Péremption Expiry Date |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| CONJ-P3NP-ELISA | 16A | 21/01/2025 |
| MICROPLATE-P3NP-ELIS | 16A | 14/01/2025 |
| DIL CAL0-P3NP-ELISA | 16A | 24/01/2025 |
| CAL1-P3NP-ELISA | 16A | 29/01/2025 |
| CAL2-P3NP-ELISA | 16A | 29/01/2025 |
| CAL3-P3NP-ELISA | 16A | 29/01/2025 |
| CAL4-P3NP-ELISA | 16A | 29/01/2025 |
| CAL5-P3NP-ELISA | 16A | 29/01/2025 |
| CONT1-P3NP-ELISA | 16A | 29/01/2025 |
| CONT2-P3NP-ELISA | 16A | 29/01/2025 |
| TWEEN 20 | 215AP | 03/06/2024 |
| BLISTER-3-WASH | 26A | 31/03/2025 |
| SUBS TMB | 59AP | 27/01/2025 |
| STOP SOLN | 35AP | 07/02/2025 |
| P3NP MO | 010 | |

RESULTATS / RESULTS

| Paramètre Parameter | Conc. Conc. | Unité Unit | Réponse Response | Valeur mesurée Measured value |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| CAL 0 | 0.00 | µg/L | DO | 0.05 |
| CAL 1 | 3.50 | µg/L | DO | 0.45 |
| CAL 2 | 6.70 | µg/L | DO | 0.74 |
| CAL 3 | 12.60 | µg/L | DO | 1.19 |
| CAL 4 | 21.60 | µg/L | DO | 1.79 |
| CAL 5 | 32.00 | µg/L | DO | 2.22 |

| Contrôles Controls | Unité Unit | Valeurs attendues Expected values | Valeur mesurée Measured value |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| CRT1 | µg/L | 5.920 - 8.880 | 7.19 |
| CRT2 | µg/L | 14.800 - 22.200 | 18.68 |

Date du contrôle
Control Date

08/03/2023

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

03/06/2024

