

ELSA-CA15-3

Protocole/Protocol : 1h + 1h

Lot N°/Batch # : 609B

| Réactifs Reagents | Lot N° Batch # | Péremption Expiry Date |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| TRA-ELSA-CA15-3 | 609A | 17/02/2021 |
| CT-ELSA-CA15-3 | 361 | 19/05/2021 |
| DIL-ELSA-CA15-3 | 107A | 06/10/2021 |
| CAL 0 ELSA CA 15-3 | 156A | 21/01/2022 |
| CAL 1 ELSA CA 15-3 | 156A | 21/01/2022 |
| CAL 2 ELSA CA 15-3 | 156A | 21/01/2022 |
| CAL 3 ELSA CA 15-3 | 156A | 21/01/2022 |
| CAL 4 ELSA CA 15-3 | 156A | 21/01/2022 |
| CAL 5 ELSA CA 15-3 | 156A | 21/01/2022 |
| CONT ELSA CA 15-3 | 156A | 21/01/2022 |
| ELSA-CA 15-3 MO | 032 | |

RESULTATS / RESULTS

| Paramètre Parameter | Conc. Conc. | Unité Unit | Réponse Response | Valeur mesurée Measured value |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| CAL.0 | 0.00 | U/mL | B/T % | 0.13 |
| CAL.1 | 15.00 | U/mL | B/T % | 2.30 |
| CAL.2 | 43.00 | U/mL | B/T % | 5.47 |
| CAL.3 | 83.00 | U/mL | B/T % | 10.05 |
| CAL.4 | 150.00 | U/mL | B/T % | 17.25 |
| CAL.5 | 250.00 | U/mL | B/T % | 25.89 |

Activité totale / Total activity : 263003 cpm

| Contrôles Controls | Unité Unit | Valeurs attendues Expected values | Valeur mesurée Measured value |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| CONTROL | U/mL | 24.00 - 36.00 | 31.23 |

Date du contrôle
Control Date

21/12/2020

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

17/02/2021

