

ELSA-CA72-4

Lot N°/Batch # : 449A

| Réactifs Reagents | Lot N° Batch # | Péremption Expiry Date |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| TRA-ELSA-CA72-4 | 449A | 10/06/2021 |
| CT-ELSA-CA72-4 | 93F | 28/12/2021 |
| BUF-ELSA-CA72-4 | 59A | 28/12/2021 |
| DIL-ELSA-CA72-4 | 61A | 09/09/2021 |
| CAL1-ELSA-CA72-4 | 76A | 17/09/2021 |
| CAL2-ELSA-CA72-4 | 76A | 17/09/2021 |
| CAL3-ELSA-CA72-4 | 76A | 17/09/2021 |
| CAL4-ELSA-CA72-4 | 76A | 17/09/2021 |
| CAL5-ELSA-CA72-4 | 76A | 17/09/2021 |
| CONT-ELSA-CA72-4 | 76A | 17/09/2021 |
| ELSA-CA-72-4 MO | 027 | |

RESULTATS / RESULTS

| Paramètre Parameter | Conc. Conc. | Unité Unit | Réponse Response | Valeur mesurée Measured value |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| CAL.1 | 2.82 | U/mL | B/T % | 0.25 |
| CAL.2 | 9.50 | U/mL | B/T % | 1.15 |
| CAL.3 | 22.70 | U/mL | B/T % | 2.62 |
| CAL.4 | 45.00 | U/mL | B/T % | 5.03 |
| CAL.5 | 115.00 | U/mL | B/T % | 8.06 |

Activité totale / Total activity : 178689 cpm

| Contrôles Controls | Unité Unit | Valeurs attendues Expected values | Valeur mesurée Measured value |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| CONTROL | U/mL | 4.400 - 6.600 | 6.05 |

Date du contrôle
Control Date

12/04/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

10/06/2021