

# ELSA-CA19-9

Protocole/Protocol : 3h + 3h

Lot N°/Batch # : 744B

| Réactifs<br>Reagents | Lot N°<br>Batch # | Péremption<br>Expiry Date |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| TRA-ELSA-CA19-9      | 744A              | 22/12/2021                |
| CT-ELSA-CA19-9       | 455               | 13/04/2022                |
| BUF-ELSA-CA19-9      | 93A               | 27/01/2022                |
| DIL-ELSA-CA19-9      | 219A              | 15/04/2022                |
| CAL0-ELSA-CA19-9     | 219A              | 15/04/2022                |
| CAL1-ELSA-CA19-9     | 209B              | 01/04/2022                |
| CAL2-ELSA-CA19-9     | 209B              | 01/04/2022                |
| CAL3-ELSA-CA19-9     | 209B              | 01/04/2022                |
| CAL4-ELSA-CA19-9     | 209B              | 01/04/2022                |
| CAL5-ELSA-CA19-9     | 209B              | 01/04/2022                |
| CONT-ELSA-CA19-9     | 209B              | 01/04/2022                |
| ELSA CA19-9 MO       | 039               |                           |

## RESULTATS / RESULTS

| Paramètre<br>Parameter | Conc.<br>Conc. | Unité<br>Unit | Réponse<br>Response | Valeur mesurée<br>Measured value |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| CAL.0                  | 0.00           | U/mL          | B/T %               | 0.11                             |
| CAL.1                  | 16.50          | U/mL          | B/T %               | 1.38                             |
| CAL.2                  | 34.00          | U/mL          | B/T %               | 3.42                             |
| CAL.3                  | 69.00          | U/mL          | B/T %               | 7.90                             |
| CAL.4                  | 146.00         | U/mL          | B/T %               | 15.08                            |
| CAL.5                  | 330.00         | U/mL          | B/T %               | 29.62                            |

Activité totale / Total activity : 189801 cpm

| Contrôles<br>Controls | Unité<br>Unit | Valeurs attendues<br>Expected values | Valeur mesurée<br>Measured value |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| CONTROL               | U/mL          | 36.80 - 55.20                        | 45.47                            |

Date du contrôle  
Control Date

22/10/2021

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

22/12/2021



DELEUZE Isabelle