

# ELSA-CA19-9

Protocole/Protocol : 3h + 16 - 24h

Lot N°/Batch # : 747A ON

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ELSA-CA19-9	747A	16/03/2022
CT-ELSA-CA19-9	456	01/06/2022
BUF-ELSA-CA19-9	94A	26/10/2022
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 Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	U/mL	B/T %	0.19
CAL.1	16.50	U/mL	B/T %	1.86
CAL.2	34.00	U/mL	B/T %	3.89
CAL.3	69.00	U/mL	B/T %	9.55
CAL.4	146.00	U/mL	B/T %	18.98
CAL.5	330.00	U/mL	B/T %	35.94

Activité totale / Total activity : 183163 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	U/mL	36.80 - 55.20	47.46

Date du contrôle  
Control Date

12/01/2022

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

**16/03/2022**

