

ALDO-RIACT

Protocole/Protocol : 3h

Lot N°/Batch # : 311A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-ALDO-RIACT	311A	25/02/2021
CT-ALDO-RIACT	138A	31/03/2021
CAL0-ALDO-RIACT	25A	06/06/2022
CAL1-ALDO-RIACT	24A	03/05/2021
CAL2-ALDO-RIACT	24A	03/05/2021
CAL3-ALDO-RIACT	24A	03/05/2021
CAL4-ALDO-RIACT	24A	03/05/2021
CAL5-ALDO-RIACT	24A	03/05/2021
CONT-ALDO-RIACT	24A	03/05/2021
ALDO-RIACT MO	020	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	pg/mL	B0/T %	35.29
CAL.1	17.00	pg/mL	B/B0	84.65
CAL.2	55.00	pg/mL	B/B0	73.62
CAL.3	190.00	pg/mL	B/B0	53.11
CAL.4	550.00	pg/mL	B/B0	33.14
CAL.5	1 450.00	pg/mL	B/B0	22.30

Activité totale / Total activity : 37953 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	pg/mL	77.000 - 143.000	91.17

Date du contrôle
Control Date

11/12/2020

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

25/02/2021

