

FP5A-RIACT

Protocole/Protocol : 16 - 20h

Lot N°/Batch # : 366A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-FP5A-RIACT	366A	21/12/2021
CT-FP5A-RIACT	68A	09/03/2022
CAL0-FP5A-RIACT	56A	18/03/2022
CAL1-FP5A-RIACT	56B	18/03/2022
CAL2-FP5A-RIACT	56B	18/03/2022
CAL3-FP5A-RIACT	56B	18/03/2022
CAL4-FP5A-RIACT	56B	18/03/2022
CAL5-FP5A-RIACT	56B	18/03/2022
CONT-FP5A-RIACT	56B	18/03/2022
TWEEN-1-3-EL-1FLA	215A	03/06/2024
FP5A-RIA-CT MO	022	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	ng/mL	B/T %	0.01
CAL.1	0.45	ng/mL	B/T %	1.57
CAL.2	1.05	ng/mL	B/T %	3.22
CAL.3	2.56	ng/mL	B/T %	7.95
CAL.4	5.30	ng/mL	B/T %	16.25
CAL.5	20.50	ng/mL	B/T %	61.23

Activité totale / Total activity : 171226 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	ng/mL	0.72 - 0.98	0.89

Date du contrôle
Control Date

02/11/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

21/12/2021



DELEUZE Isabelle