

OCFA07-AFP

Protocole/Protocol : 15mn + 15mn

Lot N°/Batch # : 234A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-OCFA07-AFP	234A	18/01/2022
CT-OCFA07-AFP	61A	09/10/2023
DIL-OCFA07-AFP	14A	29/08/2023
CAL1-OCFA07-AFP	18A	05/07/2022
CAL2-OCFA07-AFP	18A	05/07/2022
CAL3-OCFA07-AFP	18A	05/07/2022
CAL4-OCFA07-AFP	18A	05/07/2022
CAL5-OCFA07-AFP	18A	05/07/2022
CONT1-OCFA07-AFP	18A	05/07/2022
CONT2-OCFA07-AFP	18A	05/07/2022
BLISTER-5-WASH	25B	28/02/2022
RG-AFP MO	018	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	U/ml	B/T %	0.02
CAL.1	4.60	U/ml	B/T %	0.96
CAL.2	20.90	U/ml	B/T %	3.95
CAL.3	76.00	U/ml	B/T %	14.26
CAL.4	370.00	U/ml	B/T %	39.16
CAL.5	700.00	U/ml	B/T %	52.93

Activité totale / Total activity : 156993 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL 1	U/mL	8.240 - 12.360	9.25
CONTROL 2	U/mL	77.600 - 116.400	91.29

Date du contrôle
Control Date

29/10/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

18/01/2022



DELEUZE Isabelle