

# OCFK07-PIIP

Protocole/Protocol : 2h + 3h

Lot N°/Batch # : 371A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-OCFK07-PIIP	371A	06/07/2022
CT-OCFK07-PIIP	70A	14/03/2023
BUF-OCFK07-PIIP	18A	12/07/2023
CAL0-OCFK07-PIIP	18A	18/10/2022
CAL1-OCFK07-PIIP	18A	18/10/2022
CAL2-OCFK07-PIIP	18A	18/10/2022
CAL3-OCFK07-PIIP	18A	18/10/2022
CAL4-OCFK07-PIIP	18A	18/10/2022
CAL5-OCFK07-PIIP	18A	18/10/2022
CAL6-OCFK07-PIIP	18A	18/10/2022
CONT-OCFK07-PIIP	18A	18/10/2022
BLISTER-3-WASH	26A	31/03/2025
RG-PIIP MO	021	

## RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	U/mL	B/T %	0.27
CAL.1	0.56	U/mL	B/T %	2.80
CAL.2	1.03	U/mL	B/T %	6.50
CAL.3	2.10	U/mL	B/T %	16.46
CAL.4	3.80	U/mL	B/T %	33.66
CAL.5	7.20	U/mL	B/T %	48.65
CAL.6	13.50	U/mL	B/T %	61.62

Activité totale / Total activity : 149655 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	U/mL	1.60 - 2.40	2.11
CS008	U/mL	1.18 - 1.76	1.48
DS009	U/mL	2.19 - 3.29	2.75
EV009	U/mL	4.23 - 6.35	4.93

Date du contrôle  
Control Date

11/05/2022

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

**06/07/2022**

