

OCPL07-TSH

Protocole/Protocol : 2h

Lot N°/Batch # : 367B JBO

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-OCPL07-TSH	367X	12/10/2021
CT-OCPL07-TSH	173A	09/05/2022
CAL0-OCPL07-TSH	33B	03/08/2022
CAL1-OCPL07-TSH	33B	03/08/2022
CAL2-OCPL07-TSH	33B	03/08/2022
CAL3-OCPL07-TSH	33B	03/08/2022
CAL4-OCPL07-TSH	33B	03/08/2022
CAL5-OCPL07-TSH	33B	03/08/2022
CAL6-OCPL07-TSH	33B	03/08/2022
CONT-OCPL07-TSH	33B	03/08/2022
BLISTER-3-WASH	26A	31/03/2025
RG-TSH JBO MO	004	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	µUI/mL	B/T %	0.05
CAL.1	0.14	µUI/mL	B/T %	0.22
CAL.2	0.50	µUI/mL	B/T %	0.68
CAL.3	1.45	µUI/mL	B/T %	1.96
CAL.4	5.00	µUI/mL	B/T %	6.94
CAL.5	14.80	µUI/mL	B/T %	19.69
CAL.6	54.00	µUI/mL	B/T %	54.47

Activité totale / Total activity : 157225 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	µUI/mL	1.55 - 2.33	2.03

Date du contrôle
Control Date

11/08/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

12/10/2021

