

OCPL07-TSH

Protocole/Protocol : 2h

Lot N°/Batch # : 369A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-OCPL07-TSH	369A	07/12/2021
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 MO	024	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	µUI/mL	B/T %	0.06
CAL.1	0.14	µUI/mL	B/T %	0.27
CAL.2	0.50	µUI/mL	B/T %	0.76
CAL.3	1.45	µUI/mL	B/T %	2.04
CAL.4	5.00	µUI/mL	B/T %	7.05
CAL.5	14.80	µUI/mL	B/T %	19.46
CAL.6	54.00	µUI/mL	B/T %	56.01

Activité totale / Total activity : 152153 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	µUI/mL	1.55 - 2.33	2.11

Date du contrôle
Control Date

07/10/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

07/12/2021

