

# OCPL07-TSH

Protocole/Protocol : 2h

Lot N°/Batch # : 369B

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-OCPL07-TSH	369A	2021/12/07
CT-OCPL07-TSH	174A	2022/07/26
CAL0-OCPL07-TSH	33B	2022/08/03
CAL1-OCPL07-TSH	33B	2022/08/03
CAL2-OCPL07-TSH	33B	2022/08/03
CAL3-OCPL07-TSH	33B	2022/08/03
CAL4-OCPL07-TSH	33B	2022/08/03
CAL5-OCPL07-TSH	33B	2022/08/03
CAL6-OCPL07-TSH	33B	2022/08/03
CONT-OCPL07-TSH	33B	2022/08/03
BLISTER-3-WASH	26A	2025/03/31
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 %	0.23
CAL.2	0.50	µUI/mL	B/T %	0.71
CAL.3	1.45	µUI/mL	B/T %	2.02
CAL.4	5.00	µUI/mL	B/T %	6.91
CAL.5	14.80	µUI/mL	B/T %	19.53
CAL.6	54.00	µUI/mL	B/T %	53.94

Activité totale / Total activity : 146205 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	µUI/mL	1.55 - 2.33	1.94

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

