

OCPL07-TSH

Protocole/Protocol : 2h

Lot N°/Batch # : 377A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-OCPL07-TSH	377A	19/07/2022
CT-OCPL07-TSH	176A	30/01/2023
CAL0-OCPL07-TSH	33C	15/03/2023
CAL1-OCPL07-TSH	33C	15/03/2023
CAL2-OCPL07-TSH	33C	15/03/2023
CAL3-OCPL07-TSH	33C	15/03/2023
CAL4-OCPL07-TSH	33C	15/03/2023
CAL5-OCPL07-TSH	33C	15/03/2023
CAL6-OCPL07-TSH	33C	15/03/2023
CONT-OCPL07-TSH	33C	15/03/2023
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 %	0.07
CAL.1	0.14	µUI/mL	B/T %	0.30
CAL.2	0.50	µUI/mL	B/T %	0.70
CAL.3	1.45	µUI/mL	B/T %	2.06
CAL.4	5.00	µUI/mL	B/T %	7.01
CAL.5	14.80	µUI/mL	B/T %	19.37
CAL.6	54.00	µUI/mL	B/T %	52.74

Activité totale / Total activity : 148784 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	µUI/mL	1.55 - 2.33	1.98

Date du contrôle
Control Date

19/05/2022

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

19/07/2022

