

# OCRU03-TBG

Protocole/Protocol : 30mn

Lot N°/Batch # : 170A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-OCRU03-TBG	170A	01/11/2021
Ab-OCRU03-TBG	18A	31/03/2023
RIP-OCRU03-TBG	15A	20/06/2022
CAL0-OCRU03-TBG	16A	23/03/2023
CAL1-OCRU03-TBG	16A	23/03/2023
CAL2-OCRU03-TBG	16A	23/03/2023
CAL3-OCRU03-TBG	16A	23/03/2023
CAL4-OCRU03-TBG	16A	23/03/2023
CAL5-OCRU03-TBG	16A	23/03/2023
CONT-OCRU03-TBG	16A	23/03/2023
RG-TBG MO	008	

## RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
C.LIAISON	0.00	µg/ml	B0/T %	96.50
BLANC DL		µg/ml	B/T %	2.71
CAL.1	9.00	µg/ml	B/B0	77.38
CAL.2	20.00	µg/ml	B/B0	52.02
CAL.3	27.00	µg/ml	B/B0	41.60
CAL.4	38.00	µg/ml	B/B0	34.76
CAL.5	78.00	µg/ml	B/B0	22.98

Activité totale / Total activity : 25866 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONTROL	µg/mL	18.100 - 27.100	21.29

Date du contrôle  
Control Date

20/07/2021

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

01/11/2021

