

ESTR-CTRIA

Protocole/Protocol : 2h 30

Lot N°/Batch # : 262A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRACEUR ESTR-CTRIA(B	262A	01/01/2022
CT-ESTR-CTRIA	49A	22/02/2022
CAL0-ESTR-CTRIA	24C	14/04/2022
CALA-ESTR-CTRIA	24C	14/04/2022
CALB-ESTR-CTRIA	24C	14/04/2022
CALC-ESTR-CTRIA	24C	14/04/2022
CALD-ESTR-CTRIA	24C	14/04/2022
CALE-ESTR-CTRIA	24C	14/04/2022
CALF-ESTR-CTRIA	24C	14/04/2022
ESTR-CTRIA MO	023	

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Parameter	Conc. Conc.	Unité Unit	Réponse Response	Valeur mesurée Measured value
CAL.0	0.00	pg/mL	B0/T %	79.05
CAL.A	35.00	pg/mL	B/B0	80.23
CAL.B	113.00	pg/mL	B/B0	70.42
CAL.C	300.00	pg/mL	B/B0	54.02
CAL.D	960.00	pg/mL	B/B0	30.52
CAL.E	2 300.00	pg/mL	B/B0	19.11
CAL.F	4 900.00	pg/mL	B/B0	11.29

Activité totale / Total activity : 47803 cpm

Date du contrôle
Control Date

15/10/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

01/01/2022

