

AAI

Protocole/Protocol : 2h

Lot N°/Batch # : 259A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-AAI	259A	05/07/2022
BUF-AAI	14A	14/02/2023
CONT1-AAI	17A	16/01/2024
CONT2-AAI	17A	15/06/2023
RIP-AAI	16A	05/01/2023
EXTRACT-AAI	15A	26/12/2022
ANTI INSULINE MO	014	

Activité totale / Total activity : 28926 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONT.NEG.AAI LIBRES	B/T	0.00 - 5.50	2.00
CONT.POS.AAI LIBRES	B/T	19.20 - 28.80	23.43
CONT.NEG.AAI TOTAUX	B/T	0.00 - 5.50	1.57
CONT.POS.AAI TOTAUX	B/T	37.60 - 56.40	44.95

Date du contrôle
Control Date

10/05/2022

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

05/07/2022

