

# AAI

Protocole/Protocol : 2h

Lot N°/Batch # : 243A

Réactifs Reagents	Lot N° Batch #	Péremption Expiry Date
TRA-AAI	243A	11/05/2021
BUF-AAI	13A	14/05/2021
CONT1-AAI	16A	27/06/2022
CONT2-AAI	16A	19/11/2021
RIP-AAI	16A	05/01/2023
EXTRACT-AAI	15A	26/12/2022
ANTI INSULINE MO	014	

Activité totale / Total activity : 25322 cpm

Contrôles Controls	Unité Unit	Valeurs attendues Expected values	Valeur mesurée Measured value
CONT.NEG.AAI LIBRES	B/T	0 ---- 5.5	2.52
CONT.POS.AAI LIBRES	B/T	25.6 ---- 38.40	27.65
CONT.NEG.AAI TOTAUX	B/T	0 ---- 5.5	3.41
CONT.POS.AAI TOTAUX	B/T	50.4 ---- 75.60	61.47

Date du contrôle  
Control Date

19/03/2021

Visa du responsable du contrôle qualité  
Quality control manager visa

Date de péremption  
Expiry date

**11/05/2021**