

AAI

Protocole/Protocol : 2h

Lot N°/Batch # : 244A

| Réactifs Reagents | Lot N° Batch # | Péremption Expiry Date |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| TRA-AAI | 244A | 08/06/2021 |
| BUF-AAI | 14A | 14/02/2023 |
| 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 : 30063 cpm

| Contrôles Controls | Unité Unit | Valeurs attendues Expected values | Valeur mesurée Measured value |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| CONT.NEG.AAI LIBRES | B/T | 0.000 - 5.500 | 2.64 |
| CONT.POS.AAI LIBRES | B/T | 25.600 - 38.400 | 30.13 |
| CONT.NEG.AAI TOTAUX | B/T | 0.000 - 5.500 | 2.71 |
| CONT.POS.AAI TOTAUX | B/T | 50.400 - 75.600 | 62.74 |

Date du contrôle
Control Date

16/04/2021

Visa du responsable du contrôle qualité
Quality control manager visa

Date de péremption
Expiry date

08/06/2021