

In-vitro Diagnostic Reagents

Product number: **Lot number:** 28A **Protocol:** 3h

Reagents	Batch #
Réactifs	Lot N°
CJG-IP1-ELISA	28AR
Microplate IP1-ELISA	32A
AC-IP1-ELISA	11RA
TPLYSE-IP-ELISA	08RV
DIL-IP1-ELISA	09RA
CAL-IP1-ELISA	11RC
TPSTIM-IP1-ELISA	36AR
TWEEN 20	216RV
SUBS TMB	57RV
STOP SOLN	35RV

Results / Résultats

Parameter	Conc.	Unit	Response	Measured value
Paramètre	Conc.	Unité	Réponse	Valeur mesurée
C0	0.00	nM	DO	2.95
C1	17.00	nM	DO	2.46
C2	52.00	nM	DO	1.80
C3	208.00	nM	DO	0.88
C4	833.00	nM	DO	0.29
C5	5 000.00	nM	DO	0.06

Control Date	14/11/2023
Date du contrôle	

Expiry date **15/06/2024**
Date de péremption

Quality control manager visa
Visa du responsable du contrôle qualité

