



POLYCERT

CERTIFICAT

N° QM/ 2023/30001

CISBIO BIOASSAYS

Parc Marcel Boiteux
30200 CODOLET
France

CONCEPTION, FABRICATION, MISE A DISPOSITION DE REACTIFS ET
DE KITS DE LA GAMME HTRF
CONCEPTION, FABRICATION, MISE A DISPOSITION DE REACTIFS ET D'ESSAIS
DE LA GAMME TAGLITE
CONCEPTION DE REACTIFS ET DE KITS DE LA GAMME ALPHALISA
FABRICATION ET MISE A DISPOSITION D'ANTICORPS

DESIGN, MANUFACTURING, PROVISION OF REAGENTS AND HTRF RANGE KITS
DESIGN, MANUFACTURE, PROVISION OF REAGENTS AND TESTS
FROM THE TAGLITE RANGE
DESIGN OF ALPHALISA RANGE REAGENTS AND KITS
MANUFACTURE AND PROVISION OF ANTIBODIES

Polycert certifie que pour les sites et activités référencés ci-dessus, toutes les dispositions ont été mises en œuvre pour répondre aux exigences requises. Elles ont été vérifiées et jugées conformes aux normes :

Polycert certifies that all the arrangements covering the above-mentioned activities and location established to meet the requirements. It has been examined and declared conform of the international standards:

ISO 9001 : 2015

Date de délivrance : 04/07/2023
Liberation date:

Date de validité: 03/07/2026
Valid date:



Po

R.ADJEL

Représentant de Polycert

E. TRINQUET
Représentant de l'Entreprise