

GMED certifie que le système de management de la qualité développé par
GMED certifies that the quality management system developed by

SARTORIUS STEDIM FMT SAS
Avenue de Jouques, ZI les Paluds
13400 AUBAGNE FRANCE

pour les activités
for the activities

Conception, fabrication et marketing d'une gamme de contenants destinés : aux applications biopharmaceutiques, au transfert aseptique et à la nutrition.
Services d'études spécifiques et de formation.

*Design, manufacture and marketing of range of containers and components dedicated to :
biopharmaceutical applications, aseptic transfer systems and nutrition.
Services related to dedicated studies and training.*

réalisées sur le(s) site(s) de
performed on the location(s) of

Voir addendum

See addendum

est conforme aux exigences des normes internationales
complies with the requirements of the international standards

ISO 9001 : 2015

Début de validité / Effective date July 12th, 2019 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date : October 29th, 2020 (included)

Etabli le / Issued on : July 12th, 2019



**CERTIFICATION
DE SYSTEMES
DE MANAGEMENT**
Accréditation n°4-0606
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

GMED N° 33079-3

Ce certificat est délivré selon les règles de certification GMED / This certificate is issued according to the rules of GMED certification

Modifie le certificat 33079-2



Lionel DREUX
Certification Director

Ce certificat couvre les activités et les sites suivants :
This certificate covers the following activities and sites :

Sartorius Stedim FMT S.A.S, Avenue de Jouques, ZI les Paluds, 13400 AUBAGNE, FRANCE.

Version française :

Conception, production, stockage avancé de matières premières et produits semi-finis, contrôle libérateur, services d'études spécifiques et de formation.

English version :

Design, manufacturing, advanced storage of raw materials and semi-finished products, discharge control, department of specific studies and training.

Sartorius Stedim Bioprocess Sarl, Km 24, Route de Zaghouan, BP 87 Bourbiaa, MOHAMDIA, 1145, TUNISIE.

Version française :

Réception et stockage de matières premières, production et stockage de produits semi-finis.

English version :

Receipt and storage of raw materials, manufacturing and storage of semi-finished products.

Sartorius Stedim Aseptics S.A.S, Z.I de Saux, Rue Ampère, 65100 LOURDES, FRANCE.

Version française :

Réception et stockage de matières premières, production, contrôle libérateur, stockage et expédition de produits finis.

English version :

Receipt and storage of raw materials, manufacturing, discharge control, storage and shipping of finished products.

Sartorius Stedim FMT SAS, Bat P5, 302 Avenue de Fleuride, ZI les Paluds, 13400 AUBAGNE, FRANCE.

Version française :

Production, stockage avancé de matières premières et produits semi-finis, opérations commerciales.

English version :

Manufacturing, advanced storage of raw materials and semi-finished products, business operations.



Lionel DREUX
Certification Director

Sartorius Stedim FMT SAS, Bat P6, 108 Avenue du Dirigeable, ZI les Paluds, 13400 AUBAGNE, FRANCE.

Version française :

Marketing, production, stockage avancé de matières premières et produits semi-finis.

English version :

Marketing, manufacturing, advanced storage of raw materials and semi-finished products.

Sartorius Stedim FMT SAS, Bat P8, 300 Avenue du passe-temps, 13400 AUBAGNE, FRANCE.

Version française :

Réception, stockage de matières premières et produits semi-finis, stockage et expédition de produits finis.

English version :

Receipt, storage of raw materials and semi-finished products, storage and shipping of finished products.

6 sites / 6 sites



Lionel DREUX
Certification Director