

**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 et de composants incluant : les poches stériles de nutrition et les lignes stériles de remplissage.**

*Design, manufacture and marketing of range of containers and components including : sterile nutrition bags, sterile filling lines.*

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

**Sartorius Stedim FMT S.A.S**  
**Avenue de Jouques, ZI les Paluds, 13400 AUBAGNE FRA**  
**Sartorius Stedim Bioprocess Sarl**  
**Km 24, route de Zaghouan, BP 87 Bourbiaa, 1145 MOHAMDIA TUN**  
**Sartorius Stedim FMT SAS**  
**Bat P8, 300 Avenue du passe-temps, 13400 AUBAGNE FRA**

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

**ISO 13485 : 2016 / EN ISO 13485 : 2016**

**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°4-0608  
Liste des sites accrédités  
et portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**Lionel DREUX**  
**Certification Director**

GMED N° 33080-3

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

Modifie le certificat 33080-2

**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.**

English version :

*Design, manufacturing, advanced storage of raw materials and semi-finished products, discharge control.*

\*\*\*\*\*

**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 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.*

\*\*\*\*\*

**3 sites / 3 sites**

  
**Lionel DREUX**  
Certification Director