

INFORMATION

**Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes
mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société**

**LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.**

**NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA
PERSONNE ETROITEMENT LIEE :**

Financiere de la Seigneurie SAS personne morale liée à BERNARD LEMAITRE, ADMINISTRATEUR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Cette notification est une notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SARTORIUS STEDIM BIOTECH
LEI : 52990006IVXY7GCSSR39

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 février 2018
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013154002

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 72.7360 Euro
VOLUME : 25 157.0000

INFORMATIONS AGREGES

PRIX : 72.7360 Euro
VOLUME : 25 157.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 février 2018

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques concernées peuvent exercer leur droit d'accès aux données, et le cas échéant, les faire rectifier en s'adressant à la Direction des Emetteurs à l'AMF."