

**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 :** 14 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 :** 70.3466 Euro  
**VOLUME :** 16 581.0000

**INFORMATIONS AGREGES**

**PRIX :** 70.3466 Euro  
**VOLUME :** 16 581.0000

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

**DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION :** 14 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."*