

**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, PRESIDENT

**NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:**

Notification initiale

**COORDONNEES DE L'EMETTEUR**

**NOM :** SARTORIUS STEDIM BIOTECH

**LEI :** 52990006IVXY7GCSSR39

**DETAIL DE LA TRANSACTION**

**DATE DE LA TRANSACTION :** 01 décembre 2017

**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 :** 60.0426 Euro

**VOLUME :** 333.0000

**INFORMATIONS AGREGÉES**

**PRIX :** 60.0426 Euro

**VOLUME :** 333.0000

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

**DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION :** 01 décembre 2017

**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."*