

Notification des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées

1. Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée

Raison sociale : Sartorius AG

Forme juridique : AG (*Aktiengesellschaft*)

2. Motif de la notification

Le déclarant est une personne étroitement liée mentionnée à l'article 3.26) du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

Merci de préciser les fonctions exercées au sein de l'émetteur.

Fonctions / postes : Joachim Kreuzburg est président directeur général de Sartorius Stedim Biotech SA et président du directoire de Sartorius AG.

Cette notification est une notification initiale.

3. Coordonnées de l'émetteur

Nom : Sartorius Stedim Biotech S.A.

LEI : 52990006IVXY7GCSSR39

4. Renseignements relatifs à la transaction

Date de transaction : 02/11/2020

Lieu de la transaction : hors plateforme de négociation

Nature de la transaction : cession

Description de l'instrument financier : actions

Code d'identification : FR0013154002

Information détaillée par opération:

Prix unitaire : 327,00 EUR

Nombre d'instruments financiers : 405.887 actions

Informations agrégées:

Prix moyen pondéré : 327,00 EUR

Nombre d'instruments financiers agrégé : 405.887 actions

Cette transaction N'EST PAS liée à l'exercice d'un programme d'option sur action ou sur une attribution d'actions gratuite ou de performance.

5. Commentaires

Dr. René Fáber est administrateur de Sartorius Stedim Biotech SA et membre du directoire de Sartorius AG. Dr. Lothar Kappich est administrateur de Sartorius Stedim Biotech SA et président du conseil de surveillance de Sartorius AG.