

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 :

SARTORIUS AG AG personne morale liée à Michael Grosse, Sartorius AG, personne morale liée à Michael Grosse, Président du conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. et président du directoire de Sartorius AG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SARTORIUS STEDIM BIOTECH
LEI : 52990006IVXY7GCSSR39

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 décembre 2025
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
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 : 211.1000 Euro
VOLUME : 750 000.0000

INFORMATIONS AGREGÉES

PRIX : 211.1000 Euro
VOLUME : 750 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION
D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 11 décembre 2025

COMMENTAIRES :

Sartorius AG est une personne morale liée à M. Michael Grosse, M. René Fáber et à M. Lothar Kappich.

M. Michael Grosse est président du conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. et président du directoire de Sartorius AG. M. René Fáber est directeur général de Sartorius Stedim Biotech S.A. et membre du directoire de Sartorius AG. M. Lothar Kappich est administrateur de Sartorius Stedim Biotech S.A. et président du conseil de surveillance de Sartorius AG.

Déclaration établie dans le cadre de la cession par Sartorius AG de 750 000 actions de Sartorius Stedim Biotech S.A. à sa filiale Sartorius Lab Holding GmbH.

"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. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."