

Sartorius Stedim Biotech S.A. - 13781 Aubagne Cedex, France

Sartorius Stedim Biotech SA
Z.I. Les Paluds
Avenue de Jouques, CS 91051
13781 Aubagne Cedex, France

t:+33.(0)4.42.84.56.00
f:+33.(0)4.42.84.56 19
www.sartorius-stedim.com

S.A. au capital de 18,436,038 €
RCS de Marseille B 314 093 352
SIRET 314 093 352 00073 - APE 6420Z
TVA FR 49 314 093 352

**DECLARATION RELATIVE
AU NOMBRE D' ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL**

Article L 233-8-II du Code de commerce
et article 223-6 du règlement général de l'AMF

Dénomination de l'émetteur

SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA
CS 91051
Z. I. Les Paluds
Avenue de Jouques
13781 Aubagne Cedex

Date d'arrêté des informations	Nombre total d'actions composant le capital social	Nombre total de droits de vote théoriques, inclus actions auto-détenues par la Société	Nombre total de droits de vote nets
14 Fevrier 2024	97 330 405	165 579 858	165 558 972