

Sartorius Stedim Biotech S.A. - 13400 Aubagne, France

Sartorius Stedim Biotech SA
ZI les Paluds Avenue de Jouques
13781 Aubagne Cedex

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 19 466 081,00 €
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
13400 Aubagne

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
30 juin 2026	97 330 405	164 770 927	164 731 078