

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
28 février 2022	92 180 190	160 325 941	160 301 055