

Sartorius Stedim Biotech S.A. - 13781 Aubagne 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

**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 222-12-5 du règlement général de l'AMF

S.A. au capital de 10 395 806,66 €
RCS de Marseille B 314 093 352
SIRET 314 093 352 00073 - APE 6420Z
TVA FR 49 314 093 352

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
3 mars 2014	17 042 306	Total brut de droits de vote : 28 678 810
		Total net* de droits de vote : 26 980 100

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote