

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DU
3 AVRIL 2018**

L'Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. s'est réunie le 3 avril 2018 au siège social à Aubagne, sous la présidence de M. Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et directeur général de la société.

Les 223 actionnaires ayant participé à cette Assemblée générale, qui représentaient 90,04 % des actions ayant le droit de vote, ont adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la quatrième résolution.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de la société <http://www.sartorius.com/sartorius/fr/EUR/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa/shareholders-meeting/>.

L'Assemblée générale a été l'occasion pour M. Joachim Kreuzburg de présenter les bons résultats de la société et du groupe.

Il a également exposé aux actionnaires la stratégie et les perspectives de développement du groupe et de la société.
