

## ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE DU 24 JUIN 2020

L'Assemblée générale annuelle mixte des actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. s'est tenue le 24 juin 2020, sous la présidence de M. Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et directeur général de la société. Conformément à l'article 4 de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées, la réunion s'est tenue hors la présence physique des actionnaires et a été retransmise en direct sur le site internet de la société [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com). L'Assemblée Générale des Actionnaires, initialement prévue le 24 mars 2020, a dû être reportée en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions de déplacements et de rassemblements associées.

Les 669 actionnaires ayant exprimé leur vote, qui représentaient 89,43 % des actions ayant le droit de vote, ont adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception des quatrièmes résolutions.

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/2020>.

L'Assemblée générale a été l'occasion pour M. Joachim Kreuzburg de rappeler 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.

\*\*\*\*\*