

## ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE DU 7 AVRIL 2015

L'assemblée générale annuelle mixte des actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA s'est réunie le 7 avril 2015 au siège social à Aubagne, sous la présidence de M. Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et directeur général de la société.

Les 114 actionnaires ayant participé à cette assemblée générale, qui représentaient 85,20 % des actions ayant le droit de vote, ont adopté l'ensemble des résolutions proposées.

Les actionnaires ont notamment :

- Approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et la distribution d'un dividende net au titre de 2014 de 1,30 euro par action qui sera mis en paiement à compter du 14 avril 2015 ;
- Nommé deux nouvelles administratrices indépendantes au sein du Conseil d'administration Mme Susan Dexter et Mme Anne-Marie Graffin, et renouvelé le mandat d'administrateur de M. Oscar-Werner Reif ;
- Nommé KPMG en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Ernst & Young Audit dont le mandat était arrivé à échéance ;
- Nommé Salustro Reydel en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Auditex dont le mandat était arrivé à échéance ;
- Approuvé la modification des articles 11.3 et 14.3 du titre III des statuts.

Par ailleurs, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement des entreprises AFEP-MEDEF modifié le 16 juin 2013, les actionnaires ont émis un vote favorable sur les éléments de rémunérations attribués au titre de l'exercice 2014 à M. Joachim Kreuzburg, président directeur général, à M. Reinhard Vogt, directeur général délégué, à M. Volker Niebel, directeur général délégué et à M. Oscar-Werner Reif, directeur général délégué.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de la société <http://www.sartorius-france.fr/fr/societe/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa/assemblee-generale/2015>.

L'assemblée générale a été l'occasion pour M. Joachim Kreuzburg de rappeler les bons résultats de la société et du groupe en hausse par rapport à 2013.

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

\*\*\*\*\*