

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE DU 8 AVRIL 2014

L'assemblée générale annuelle mixte des actionnaires de SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA s'est réunie le 8 avril 2014 au siège social à Aubagne, sous la présidence de Monsieur Joachim Kreuzburg, président du conseil d'administration et directeur général de la société.

Les 131 actionnaires ayant participé à cette assemblée générale, qui représentaient 86,61% des actions ayant le droit de vote, ont adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la vingt-deuxième résolution portant sur une délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée aux adhérents de plans d'épargne.

Les actionnaires ont notamment :

- Approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et la distribution d'un dividende au titre de 2013 de 1,20 euro net par action avec mise en paiement le 15 avril 2014;
- Approuvé la modification des articles 4 du titre I, 8.5 et 11 du titre III des statuts ;
- Approuvé une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 6.646.499,34 € par élévation de la valeur nominale des actions existantes de 0,61 € à 1 € réalisée par voie d'incorporation à due concurrence de sommes disponibles prélevées sur le poste de primes d'émission ; les actionnaires ont délégué tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de réaliser cette opération dans un délai de 5 ans à compter de l'assemblée ;
- Autorisé le conseil d'administration à réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions dans un délai de 26 mois à compter de l'assemblée.

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 2013 à Monsieur Joachim Kreuzburg, président-directeur général, à Monsieur Reinhard Vogt, directeur général délégué, à Monsieur Volker Niebel, directeur général délégué et à Monsieur 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/>.

L'assemblée générale a été l'occasion pour Monsieur Joachim Kreuzburg de rappeler les bons résultats de la société et du groupe en hausse par rapport à 2012 :

- Chiffre d'affaires + 11%
- EBITDA retraité + 16%
- Revenu par action retraité + 16%

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