



Assemblée générale annuelle mixte  
Le 8 avril 2014 à 13h30 au siège social à Aubagne

### **DOCUMENT DE REFERENCE 2013**

Le Document de Référence 2013 est consultable sur le site internet de l'entreprise : [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

#### **Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires**

Sartorius Stedim Biotech, l'un des principaux fournisseurs de l'industrie biopharmaceutique, a enregistré une croissance à deux chiffres de ses prises de commandes et de son chiffre d'affaires pour la troisième année consécutive. L'activité a été de nouveau stimulée par les produits à usage unique ainsi que par les équipements destinés à la production biopharmaceutique. L'impact des acquisitions sur le chiffre d'affaires a été de 1,9 point. Du point de vue géographique, l'Asie a été le principal moteur de croissance avec + 19,0 %, suivie par l'Europe avec un gain de 10,3 %. Etant donné le niveau de chiffres d'affaires élevé sur l'exercice précédent, l'activité en Amérique du Nord a enregistré une progression plus modérée à 4,4 % (chiffres présentés à taux de change constant).

#### **Poursuite de la progression de la marge opérationnelle**

Sartorius Stedim Biotech a de nouveau enregistré une forte hausse de son résultat, essentiellement attribuable aux économies d'échelle réalisées. L'EBITDA retraité a progressé de 15,8 % et s'élève à 135,6 millions d'euros. La marge d'EBITDA a gagné 150 points de base, pour s'établir à 23,0 %. Le résultat net retraité ressort à 75,2 millions d'euros, en progression de 16,5 %. Les éléments non-opérationnels ont totalisé 3,7 millions d'euros, contre 5,9 millions d'euros l'année précédente. Le résultat net retraité par action a fortement augmenté, passant de 4,21 euros en 2012 à 4,90 euros, soit une hausse de 16,4 %.

#### **Principaux indicateurs financiers à un niveau confortable**

L'assise financière du groupe Sartorius Stedim Biotech reste solide et stable. A la fin de l'exercice, le ratio de fonds propres s'établissait à 55,3 %, le ratio d'endettement net | capitaux propres (« gearing ») à 0,3 et le ratio dettes financières nettes | EBITDA retraité à 1,0. L'endettement net s'élève à 130,0 millions d'euros.

#### **Bonnes perspectives pour 2014**

Le développement des activités devrait continuer sur la même dynamique au cours de cette année. Pour 2014, Sartorius Stedim Biotech anticipe une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 11 % à 14 % à taux de change constant, dont environ 6 points de croissance non-organique provenant des récentes acquisitions. Par ailleurs, la direction du groupe projette une hausse de la marge d'EBITDA courant à environ 23,5 % à taux de change constant. De plus, le ratio investissement / chiffre d'affaires devrait atteindre 6% à 8%.