

Assemblée générale annuelle mixte
Le 7 avril 2015 à 13h30 au siège social de l'entreprise à Aubagne

DOCUMENT DE REFERENCE 2014

Le Document de Référence 2014 est consultable sur le site internet de l'entreprise : www.sartorius.com

Croissance à deux chiffres des prises de commandes et du chiffre d'affaires

Sartorius Stedim Biotech, l'un des principaux fournisseurs de l'industrie biopharmaceutique, a clos l'année 2014 sur une forte augmentation à deux chiffres à la fois des prises de commandes et du chiffre d'affaires. L'activité s'est développée sur l'ensemble du portefeuille produits, soutenue par une forte croissance organique et par l'excellente progression des acquisitions récentes. Toutes les principales zones géographiques ont contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord en tête.

Hausse des bénéfices

Sartorius Stedim Biotech a de nouveau enregistré une forte hausse de ses résultats, principalement sous l'effet des économies d'échelle. L'EBITDA courant a progressé de 18,4 % à 160,5 millions d'euros et la marge correspondante a atteint 23,5 %. Les éléments non opérationnels ont totalisé 4,9 millions d'euros. Le résultat net retraité par action s'est établi à 5,68 euros, contre 4,90 euros l'exercice précédent.

Performance financière solide

Sur la base de la forte croissance de ses résultats et de ses flux nets de trésorerie opérationnels, le groupe Sartorius Stedim Biotech a davantage renforcé son assise financière. Le ratio de fonds propres atteint 59,4 % et le ratio d'endettement net / EBITDA courant a été abaissé à 0,5. L'endettement net a été réduit de près d'un tiers à 87,4 millions d'euros.

Perspectives positives pour 2015

Sur la base de conditions de marché saines et du positionnement stratégique unique du groupe, le développement dynamique des activités de Sartorius Stedim Biotech devrait continuer au cours de cette année. Pour l'ensemble de l'exercice 2015, le groupe anticipe une augmentation