



**sartorius stedim**  
biotech

Groupe Sartorius Stedim Biotech

Information financière trimestrielle de janvier à septembre 2010



# Évolution des activités et perspectives

- Forte croissance dans la région Asie | Pacifique et en Amérique du Nord
- Nouvelle amélioration de la rentabilité
- Perspectives 2010 : révisions légèrement à la baisse de la croissance et légèrement à la hausse de la marge opérationnelle

## Prises de commandes et chiffre d'affaires

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2010, le volume de commandes du groupe Sartorius Stedim Biotech a progressé de 8,9 % (+6,2 % à taux de change constant), passant de 304,1 millions d'euros à 331,1 millions d'euros. Conformément aux attentes, l'activité Équipement a enregistré, en particulier en Asie, des prises de commandes importantes de systèmes de bioréaction. Parallèlement, les ventes de produits à usage unique ont contribué au développement du carnet de commandes, avec des taux de progression à deux chiffres dans les régions Asie | Pacifique et Amérique du Nord. Les chiffres d'affaires générés par la vente des produits à usage unique dans ces régions affichent également des taux de croissance à deux chiffres. Le chiffre d'affaires total du groupe s'inscrit en hausse de 6,8 % (+4,4 % à taux de change constant) sur la période considérée et s'établit à 319,0 millions d'euros (2009 : 298,7 millions d'euros). La croissance est plus modérée en Europe, notamment en raison de la disparition, déjà anticipée, de l'activité

exceptionnelle générée par la fabrication de vaccins contre la grippe H1N1. Après correction de cet effet exceptionnel de l'exercice 2009, les ventes de produits à usage unique enregistrent une progression à un chiffre (dans le haut de la fourchette).

## Évolution des résultats

Au terme des neuf premiers mois de l'exercice, le résultat d'exploitation (EBITA retraité = résultat corrigé des charges exceptionnelles avant intérêts, impôts et amortissements) du groupe Sartorius Stedim Biotech s'élève à 50,0 millions d'euros contre 46,4 millions d'euros pour la période correspondante de 2009. La marge d'EBITA correspondante s'est ainsi améliorée passant de 15,5 % à 15,7 %.

En intégrant l'ensemble des charges exceptionnelles d'un montant de 0,9 million d'euros (2009 : 1,8 million) correspondant essentiellement à des indemnités de départ, l'EBITA du groupe ressort en hausse à 49,1 millions d'euros (2009 : 44,6 millions) et la marge d'EBITA correspondante à 15,4 % (2009 : 14,9 %).

Après correction des charges exceptionnelles et des amortissements liés au regroupement d'entreprises pour un montant de 5,3 millions d'euros, le résultat net retraité (part du groupe) s'élève à 31,0 millions d'euros contre 26,5 millions d'euros pour l'exercice précédent. Le résultat net retraité par action correspondant ressort à 1,91 euro contre 1,56 euro pour la période correspondante de 2009.

## Chiffres clés

En millions €	9 mois 2010	9 mois 2009	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Chiffre d'affaires	<b>319,0</b>	298,7	+6,8	+4,4
- Europe <sup>1)</sup>	<b>169,9</b>	173,6	-2,1	-2,5
- Amérique du Nord <sup>1)</sup>	<b>85,0</b>	72,5	+17,3	+13,0
- Asie   Pacifique <sup>1)</sup>	<b>51,0</b>	40,5	+25,8	+17,5
- Autres marchés <sup>1)</sup>	<b>13,1</b>	12,1	+8,0	+8,0
EBITA <sup>2)3)</sup>	<b>50,0</b>	46,4	+7,6	
Marge EBITA <sup>2)</sup>	<b>15,7</b>	15,5		
Résultat net <sup>2)4)</sup>	<b>31,0</b>	26,5	+16,9	
Résultat net par action en € <sup>2)4)</sup>	<b>1,91</b>	1,56	+22,2	

<sup>1)</sup> Selon la localisation des clients

<sup>2)</sup> Retraité

<sup>3)</sup> Pour plus d'information se référer à la note 1) de la page 5

<sup>4)</sup> Hors amortissements

## Trésorerie et financement

Avec 50,1 millions d'euros, les flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle au cours des neuf premiers mois sont nettement positifs. La baisse par rapport à la même période de l'exercice précédent (65,5 millions d'euros) résulte d'une augmentation du fonds de roulement net en ligne avec la croissance du chiffre d'affaires. Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement ressortent à -10,5 millions d'euros (2009 : -11,0 millions d'euros) et traduisent une relative stabilité.

Au cours du deuxième trimestre 2010, la société Sartorius Stedim Biotech S.A. (« SSB S.A. ») a mis en place un programme de rachat d'actions et a racheté ses propres actions pour une valeur de 48,6 millions d'euros. Aucun achat complémentaire n'a été effectué au cours du troisième trimestre. Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement tiennent compte de ces opérations ainsi que du versement d'un dividende de 10,2 millions d'euros, dont le montant est le double de celui versé au titre de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie de financement ressortent donc à -66,0 millions d'euros contre -11,1 millions en 2009.

Par conséquent, l'endettement net augmente de 87,6 millions d'euros au 31 décembre 2009 à 108,4 millions d'euros au 30 septembre 2010. Le ratio dette financière nette/EBITDA retraité des 12 derniers mois passe de 1,2 à la date de clôture de l'exercice 2009 à 1,4 et se maintient donc à un niveau extrêmement bas. Le ratio de couverture des intérêts (EBITDA retraité / charges financières nettes des 12 derniers mois) s'améliore à 22,3 contre 12,6 au 31 décembre 2009 et témoigne de la solide assise financière du groupe.



## Bilan consolidé

Au 30 septembre 2010, le total bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech s'inscrit en baisse par rapport au bilan arrêté le 31 décembre 2009 : 651,6 millions d'euros contre 667,9 millions d'euros.

Au niveau de l'Actif, le bilan fait apparaître une augmentation des stocks et des créances clients imputables à l'augmentation du chiffre d'affaires ainsi qu'une réduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie due au programme de rachat d'actions.

Au niveau du Passif, les capitaux propres s'inscrivent en baisse passant de 393,2 millions d'euros au 31 décembre 2009 à 365,4 millions d'euros au 30 septembre 2010 en raison notamment du programme de rachat d'actions et du versement de dividendes effectué au cours du deuxième trimestre 2010. À 56,1 % (31 décembre 2009 : 58,9 %), le ratio capitaux propres / total bilan du groupe se maintient toutefois à un niveau très confortable.

L'endettement brut a baissé de 142,5 millions au 31 décembre 2009 à 136,5 millions d'euros au 30 septembre 2010. Le ratio dettes financières nettes / capitaux propres (« gearing ») s'inscrit légèrement en hausse, passant de 0,2 au 31 décembre 2009 à 0,3 au 30 septembre 2010.

## Perspectives commerciales en 2010

La direction du groupe a précisé ses perspectives pour 2010 : En raison du développement modéré en Europe, la croissance du chiffre d'affaires devrait être légèrement inférieure aux précédentes prévisions et est envisagée autour de 5 % à taux de change constant (contre une progression précédemment prévue à un chiffre dans le haut de la fourchette), tandis que la rentabilité est revue légèrement à la hausse par rapport aux objectifs précédemment annoncés. La marge d'EBITA retraité devrait ainsi atteindre environ 16 % (contre un objectif légèrement supérieur à 15,0 % lors des précédentes communications). De plus, les flux de trésorerie opérationnels devraient être largement positifs.

# État de la situation financière

Actif	30 septembre 2010		31 déc. 2009	
	en millions €	%	en millions €	%
<b>Actifs non courants</b>				
Goodwill	250,3	38,4	250,3	37,5
Autres immobilisations incorporelles	103,3	15,9	106,6	16,0
Immobilisations corporelles	111,6	17,1	111,8	16,7
Actifs financiers	2,2	0,3	2,2	0,3
	<b>467,4</b>	<b>71,7</b>	<b>470,9</b>	<b>70,5</b>
Créances et autres actifs	1,0	0,1	1,4	0,2
Impôts différés actifs	11,6	1,8	10,0	1,5
	<b>479,9</b>	<b>73,7</b>	<b>482,3</b>	<b>72,2</b>
<b>Actifs courants</b>				
Stocks	55,3	8,5	46,7	7,0
Créances clients	75,4	11,6	70,5	10,5
Impôts courants	2,2	0,3	3,4	0,5
Autres actifs	10,7	1,6	10,2	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	28,1	4,3	54,8	8,2
	<b>171,7</b>	<b>26,3</b>	<b>185,6</b>	<b>27,8</b>
<b>Total actif</b>	<b>651,6</b>	<b>100,0</b>	<b>667,9</b>	<b>100,0</b>

  

Passif	30 septembre 2010		31 déc. 2009	
	en millions €	%	en millions €	%
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social	10,4	1,6	10,4	1,6
Réserves	290,7	44,6	338,8	50,7
Bénéfices non distribués et autres	64,4	9,9	44,0	6,6
Intérêts minoritaires	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>365,4</b>	<b>56,1</b>	<b>393,2</b>	<b>58,9</b>
<b>Passifs non-courants</b>				
Provisions pour indemnités de départ en retraite	13,9	2,1	12,9	1,9
Impôts différés passifs	34,9	5,4	34,6	5,2
Autres provisions	3,2	0,5	3,2	0,5
Emprunts et autres passifs financiers à long terme	97,6	15,0	104,1	15,6
Autres passifs	0,1	0,0	0,2	0,0
	<b>149,7</b>	<b>23,0</b>	<b>155,0</b>	<b>23,2</b>
<b>Passifs courants</b>				
Provisions	4,2	0,7	4,9	0,7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42,1	6,5	32,7	4,9
Emprunts et autres passifs financiers à court terme	38,9	6,0	38,4	5,8
Impôts courants	15,9	2,4	10,8	1,6
Autres passifs	35,4	5,4	32,8	4,9
	<b>136,5</b>	<b>20,9</b>	<b>119,7</b>	<b>17,9</b>
<b>Total capitaux propres et passif</b>	<b>651,6</b>	<b>100,0</b>	<b>667,9</b>	<b>100,0</b>

# Compte de résultat

	3ème trimestre 2010		3ème trimestre 2009		9 mois 2010		9 mois 2009	
	en millions €	%	en millions €	%	en millions €	%	en millions €	%
Chiffre d'affaires	109,7	100,0	100,4	100,0	319,0	100,0	298,7	100,0
Coût des ventes	- 55,0	- 50,1	- 51,3	- 51,1	- 160,4	- 50,3	- 154,0	- 51,5
<b>Marge brute</b>	<b>54,8</b>	<b>49,9</b>	<b>49,1</b>	<b>48,9</b>	<b>158,6</b>	<b>49,7</b>	<b>144,8</b>	<b>48,5</b>
Frais commerciaux et de distribution	- 23,7	- 21,6	- 20,1	- 20,0	- 69,6	- 21,8	- 62,9	- 21,1
Frais de recherche et développement	- 7,1	- 6,5	- 6,3	- 6,3	- 20,8	- 6,5	- 18,0	- 6,0
Frais généraux	- 6,3	- 5,7	- 6,0	- 5,9	- 18,7	- 5,8	- 18,8	- 6,3
Autres produits et charges d'exploitation	0,5	0,4	1,3	1,3	- 0,5	- 0,2	- 0,6	- 0,2
<b>Résultat opérationnel avant amortissement (EBITA)<sup>1)</sup></b>	<b>18,1</b>	<b>16,5</b>	<b>18,0</b>	<b>17,9</b>	<b>49,1</b>	<b>15,4</b>	<b>44,6</b>	<b>14,9</b>
Amortissement <sup>2)</sup>	- 1,8	- 1,6	- 1,8	- 1,7	- 5,3	- 1,7	- 5,3	- 1,8
<b>Résultat opérationnel (EBIT)</b>	<b>16,4</b>	<b>14,9</b>	<b>16,3</b>	<b>16,2</b>	<b>43,7</b>	<b>13,7</b>	<b>39,3</b>	<b>13,2</b>
Produits financiers	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1
Charges financières	- 1,0	- 1,0	- 1,5	- 1,5	- 3,1	- 1,0	- 6,1	- 2,0
<b>Résultat financier</b>	<b>- 1,0</b>	<b>- 0,9</b>	<b>- 1,4</b>	<b>- 1,4</b>	<b>- 2,7</b>	<b>- 0,9</b>	<b>- 5,8</b>	<b>- 2,0</b>
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>15,4</b>	<b>14,0</b>	<b>14,9</b>	<b>14,8</b>	<b>41,0</b>	<b>12,9</b>	<b>33,4</b>	<b>11,2</b>
Impôts différés	0,4	0,4	- 0,2	- 0,2	1,4	0,5	0,0	0,0
Charge d'impôts	- 5,2	- 4,7	- 4,5	- 4,4	- 14,1	- 4,4	- 10,2	- 3,4
Autres taxes	- 0,5	- 0,5	- 0,5	- 0,5	- 1,6	- 0,5	- 1,6	- 0,5
<b>Impôts</b>	<b>- 5,3</b>	<b>- 4,8</b>	<b>- 5,1</b>	<b>- 5,1</b>	<b>- 14,2</b>	<b>- 4,5</b>	<b>- 11,8</b>	<b>- 3,9</b>
<b>Résultat net de la période</b>	<b>10,1</b>	<b>9,2</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>26,8</b>	<b>8,4</b>	<b>21,7</b>	<b>7,2</b>
Attribuable à :								
Résultat net part du Groupe	10,1	9,2	9,7	9,7	26,8	8,4	21,7	7,3
Affecté aux Intérêts minoritaires	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Résultat net par action (€)	0,64		0,57		1,65		1,28	
Résultat net dilué par action (€)	0,64		0,57		1,64		1,27	

<sup>1)</sup> Le Groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l'EBITA (Résultat opérationnel avant amortissement) comme indicateur clé pour la mesure de la performance et de la rentabilité du Groupe.

<sup>2)</sup> Le poste « Amortissement » se réfère uniquement à la dépréciation (éventuelle) du goodwill et à l'amortissement des actifs incorporels constatés dans le cadre de l'affectation du prix d'acquisition selon la norme IFRS 3.

# État du résultat global

	3ème trimestre 2010 en millions €	3ème trimestre 2009 en millions €	9 mois 2010 en millions €	9 mois 2009 en millions €
Résultat net de la période	10,1	9,8	26,8	21,7
Couvertures de change	1,4	-0,2	0,5	0,6
Gains   pertes actuariels sur provisions pour retraite	0,1	0,1	- 0,3	0,1
Écarts de conversion	- 5,6	- 1,5	3,4	- 1,8
Investissement dans une entité étrangère	0,2	0,1	- 0,1	0,1
Impôts différés	- 0,5	0,0	0,0	- 0,3
<b>Total des produits et charges directement en capitaux propres</b>	<b>- 4,5</b>	<b>- 1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>- 1,2</b>
<b>Résultat global</b>	<b>5,6</b>	<b>8,3</b>	<b>30,3</b>	<b>20,4</b>
Part du Groupe Sartorius Stedim Biotech	5,6	8,2	30,3	20,5
Intérêts minoritaires	0,0	0,1	0,0	- 0,1

# Tableau de flux de trésorerie consolidés

	9 mois 2010 en millions €	9 mois 2009 en millions €
<b>Trésorerie provenant de l'activité opérationnelle</b>		
Résultat net	26,8	21,7
Intérêts minoritaires	0,0	0,0
Charge d'impôt	14,2	11,8
Charges financières	2,7	5,8
Amortissement & dépréciation	17,1	16,8
Augmentation   diminution des provisions	- 0,8	- 0,1
Augmentation   diminution des créances	- 2,7	4,2
Augmentation   diminution des stocks et en-cours	- 7,5	4,3
Augmentation   diminution des dettes	8,2	5,2
Impôts décaissés	- 7,9	- 4,3
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>	<b>50,1</b>	<b>65,5</b>
<b>Trésorerie liée aux opérations d'investissement</b>		
Acquisitions d'actifs financiers	0,0	- 0,4
Acquisitions d'immobilisations corporelles	- 7,8	- 7,9
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,6	0,9
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 3,2	- 3,8
Impacts liés aux regroupements d'entreprises	0,0	0,2
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>	<b>- 10,5</b>	<b>- 11,0</b>
<b>Trésorerie provenant des opérations de financement</b>		
Variation de capital	0,5	0,4
Intérêts reçus	0,3	0,2
Intérêts payés	- 1,8	- 6,1
Autres charges financières	0,0	- 0,2
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de la société mère	- 10,2	- 5,1
- aux minoritaires des sociétés intégrées	0,0	0,0
Variation des intérêts minoritaires	0,0	0,0
Programme de rachats d'actions <sup>1)</sup>	- 48,6	0,0
Remboursements (-)   Souscriptions (+) d'emprunts	- 6,1	- 0,3
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>- 66,0</b>	<b>- 11,1</b>
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	- 26,3	43,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	54,8	13,2
Incidences nettes des variations de cours des devises	- 0,4	0,1
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</b>	<b>28,1</b>	<b>56,6</b>
<b>Endettement financier brut</b>	<b>136,5</b>	<b>162,9</b>
<b>Endettement financier net</b>	<b>108,4</b>	<b>106,3</b>

<sup>1)</sup> Merci de se référer au paragraphe figurant dans la note aux états financiers intermédiaires

# État de variation des capitaux propres consolidés

En millions €	Capital social	Réserves	Réserves sur opérations de couverture	Réserves pour retraites	Réserves non distribuées	Réserves de conversion	Capitaux propres part du Groupe	Intérêts minoritaires	Total capitaux propres
<b>Solde au 1er janv. 2009</b>	<b>10,3</b>	<b>338,4</b>	<b>- 0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>26,1</b>	<b>- 4,7</b>	<b>369,8</b>	<b>1,9</b>	<b>371,6</b>
<b>Résultat global</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>21,8</b>	<b>- 1,8</b>	<b>20,5</b>	<b>- 0,1</b>	<b>20,4</b>
Stock options	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Variation des intérêts minoritaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dividendes	0,0	0,0	0,0	0,0	- 5,1	0,0	- 5,1	0,0	- 5,1
Autres variations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Solde au 30 septembre 2009</b>	<b>10,4</b>	<b>338,8</b>	<b>- 0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>42,8</b>	<b>- 6,4</b>	<b>385,6</b>	<b>1,8</b>	<b>387,4</b>
<b>Solde au 1er janv. 2010</b>	<b>10,4</b>	<b>338,8</b>	<b>- 0,1</b>	<b>- 0,2</b>	<b>49,7</b>	<b>- 5,4</b>	<b>393,2</b>	<b>0,0</b>	<b>393,2</b>
<b>Résultat global</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>- 0,2</b>	<b>26,7</b>	<b>3,4</b>	<b>30,3</b>	<b>0,0</b>	<b>30,3</b>
Stock options	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Variation des intérêts minoritaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dividendes	0,0	0,0	0,0	0,0	- 10,2	0,0	- 10,2	0,0	- 10,2
Programme de rachats d'actions <sup>1)</sup>	0,0	- 48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	- 48,6	0,0	- 48,6
Autres variations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
<b>Solde au 30 septembre 2010</b>	<b>10,4</b>	<b>290,7</b>	<b>0,2</b>	<b>- 0,4</b>	<b>66,5</b>	<b>- 1,9</b>	<b>365,4</b>	<b>0,0</b>	<b>365,4</b>

<sup>1)</sup> Merci de se référer au paragraphe figurant dans la note aux états financiers intermédiaires

# Secteurs opérationnels

Selon la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels », applicable au 1er janvier 2009, la présentation des secteurs opérationnels doit être basée sur une « approche management ». Pour se faire, la détermination des secteurs opérationnels s'appuie sur les structures internes de gouvernance et de reporting financier de l'entité. Un secteur opérationnel à présenter est donc une composante d'une entité qui se livre à des activités économiques à partir desquelles elle est susceptible d'acquérir des produits des activités ordinaires et d'encourir des charges, dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l'entité (le Comité exécutif du Conseil d'administration) en vue de prendre des décisions en matière d'affectation de ressources au secteur et d'évaluation des performances et pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles. La structure du management et le système de reporting financier de Sartorius Stedim Biotech sont basés sur une approche en tant que « Fournisseur de solutions intégrées globales » pour nos clients.

L'indicateur EBITA (résultat opérationnel avant « amortissement ») est l'indicateur clé pour mesurer le résultat du secteur opérationnel. Par conséquent, les impôts et les produits et charges liés aux intérêts ne sont pas inclus dans la mesure du résultat (profit ou perte) du secteur opérationnel. Les principes de comptabilité et d'évaluation pour le secteur opérationnel correspondent aux principes comptables généraux appliqués par le groupe. Les éléments passifs du secteur opérationnel ne sont pas fournis régulièrement au principal décideur opérationnel de l'entité. C'est pourquoi, aucune information n'est communiquée à ce sujet en matière d'information sectorielle.

## Information sectorielle par activité

<b>Biopharma   Groupe</b>			
En millions €	<b>9 mois 2010</b>	9 mois 2009	Variation
Prise de commandes	<b>331,1</b>	304,1	9%
Chiffre d'affaires	<b>319,0</b>	298,7	7%
- en % du total	<b>100,0%</b>	100,0%	
EBITDA	<b>60,8</b>	56,1	8%
- en % du chiffre d'affaires	<b>19,1%</b>	18,8%	
Dotations aux amortissements et aux provisions	<b>11,7</b>	11,5	2%
EBITA	<b>49,1</b>	44,6	10%
- en % du chiffre d'affaires	<b>15,4%</b>	14,9%	
Amortissement	<b>5,3</b>	5,3	1%
EBIT	<b>43,7</b>	39,3	11%
- en % du chiffre d'affaires	<b>13,7%</b>	13,2%	
Frais de recherche et développement	<b>20,8</b>	18,0	16%
Effectifs au 30 septembre	<b>2 533</b>	2 396	6%

De plus, les éléments chiffrés relatifs au groupe sont présentés au niveau de la zone géographique. La zone « Europe » comprend les marchés relatifs à l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. La zone « Amérique du Nord » comprend les marchés américain et canadien. Le Japon, la Chine, l'Australie et l'Inde ainsi que d'autres pays composent la zone « Asie | Pacifique ». La zone « Autres marchés » comprend principalement l'Amérique latine et l'Afrique. Les chiffres clés relatifs aux zones géographiques font référence à la localisation de la société, à l'exception du chiffre d'affaires qui est également présenté selon la localisation des clients.

### Informations complémentaires par région

En millions €	Europe			Amérique du Nord		
	9 mois 2010	9 mois 2009	Variation	9 mois 2010	9 mois 2009	Variation
Chiffre d'affaires						
- selon la localisation des clients	<b>169,9</b>	173,6	- 2%	<b>85,0</b>	72,5	17%
- en % du total	<b>53,3%</b>	58,1%		<b>26,7%</b>	24,3%	
- selon la localisation de la société	<b>202,4</b>	203,9	- 1%	<b>84,7</b>	72,0	18%
EBITA	<b>32,3</b>	32,5	- 1%	<b>11,1</b>	8,3	35%
- en % du chiffre d'affaires	<b>16,0%</b>	15,9%		<b>13,2%</b>	11,5%	
Effectifs au 30 septembre	<b>1 682</b>	1 636	3%	<b>383</b>	355	8%

En millions €	Asie   Pacifique			Autres marchés			Groupe		
	9 mois 2010	9 mois 2009	Variation	9 mois 2010	9 mois 2009	Variation	9 mois 2010	9 mois 2009	Variation
Chiffre d'affaires									
- selon la localisation des clients	<b>51,0</b>	40,5	26%	<b>13,1</b>	12,1	8%	<b>319,0</b>	298,7	7%
- en % du total	<b>16,0%</b>	13,6%		<b>4,1%</b>	4,0%		<b>100,0%</b>	100,0%	
- selon la localisation de la société	<b>31,8</b>	22,8	40%	<b>0,0</b>	0,0		<b>319,0</b>	298,7	7%
EBITA	<b>4,9</b>	3,3	47%	<b>0,7</b>	0,5	60%	<b>49,1</b>	44,6	10%
- en % du chiffre d'affaires	<b>15,3%</b>	14,5%		<b>0,0%</b>	0,0%		<b>15,4%</b>	14,9%	
Effectifs au 30 septembre	<b>379</b>	322	18%	<b>89</b>	83	7%	<b>2 533</b>	2 396	6%

# Chiffres clés

Montant en millions €, sauf indications particulières	9 mois 2010	9 mois 2009	Variation en %
<b>Résultat</b>			
Prise de commandes	331,1	304,1	8,9
Chiffre d'affaires	319,0	298,7	6,8
EBITDA	60,8	56,1	8,4
EBITA	49,1	44,6	10,1
EBIT	43,7	39,3	11,3
Résultat avant impôts	41,0	33,4	22,6
Résultat net de la période	26,8	21,7	23,5
Résultat net par action (en €)	1,65	1,28	29,0
<b>En % du chiffre d'affaires</b>			
EBITDA	19,1	18,8	
EBITA	15,4	14,9	
EBIT	13,7	13,2	
Résultat net de la période	8,4	7,2	
<b>Bilan</b>			
Total du bilan	651,6	678,3	
Capitaux propres	365,4	387,4	
Pourcentage de capitaux propres	56,1	57,1	
Taux d'endettement	0,3	0,3	
<b>Situation financière</b>			
Investissement	11,0	11,7	- 5,6
- en % du chiffre d'affaires	3,5	3,9	
Dépréciation et amortissement	17,1	16,8	1,5
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	50,1	65,5	- 23,4
Endettement net	108,4	106,3	1,9
<b>Nombre total de collaborateurs au 30 septembre</b>	<b>2 533</b>	2 396	5,7
<b>Recherche et développement</b>			
Frais de recherche et développement	20,8	18,0	15,7
- en % du chiffre d'affaires	6,5	6,0	

# Notes aux états financiers intermédiaires

## Règles et méthodes comptables

Les comptes consolidés condensés du Groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 septembre 2010 ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « information financière intermédiaire », norme du référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne. S'agissant de comptes résumés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les états financiers consolidés annuels du Groupe Sartorius Stedim Biotech pour l'exercice clos le 31 décembre 2009.

Toutes les interprétations IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) applicables au 30 septembre 2010 ont été observées. Les règles et méthodes comptables utilisées sont détaillées dans l'annexe aux comptes consolidés du 31 décembre 2009.

## Programme de rachats d'actions.

L'Assemblée générale du 19 avril 2010 a autorisé la société Sartorius Stedim Biotech S.A. à mettre en place un programme de rachat de ses propres actions pour une période maximale de 18 mois, soit jusqu'au 19 octobre 2011.

Au 30 septembre 2010, la société Sartorius Stedim Biotech S.A. a racheté 1 328 710 actions pour un montant de 48,6 millions d'euros.

## Autres informations

Lors de la période considérée, Sartorius Stedim Biotech S.A. a distribué un dividende de 10,2 millions d'euros.

Le présent rapport financier trimestriel n'a pas été revu par les auditeurs du Groupe.

## Contacts

Sartorius Stedim Biotech S.A.  
Z.I. Les Paluds  
Avenue de Jouques  
B.P. 1051  
13781 Aubagne, France

Tél. : +33.442.84 56.00  
Fax : +33.442.84 56.19  
www.sartorius-stedim.com

### Relations investisseurs

Andreas Wiederhold  
Team Leader  
Tél. : +49.551.308 1668  
andreas.wiederhold@sartorius.com

Henriette Meyer  
Tél. : +49.551.308 3232  
henriette.meyer@sartorius.com

### Service communication du groupe

Petra Kirchhoff  
Vice President  
Tél. : +49.551.308 1686  
petra.kirchhoff@sartorius.com

Dominic Grone  
Tél. : +49.551.308 3324  
dominic.grone@sartorius.com

## Calendrier financier

### 6 à 7 janvier 2011

Oddo Midcap Forum, Lyon

### Février 2011\*

Publication des chiffres préliminaires pour l'exercice 2010

### Avril 2011\*

Assemblée générale annuelle des actionnaires, Aubagne

### Avril 2011\*

Publication des chiffres trimestriels janvier à mars 2011

\* Date probable

### Les données financières prévisionnelles présentent des risques.

Le présent rapport trimestriel contient des données financières concernant la performance future du Groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces données prévisionnelles reposent sur des hypothèses et des estimations. Bien que nous soyons convaincus que ces données financières sont réalistes, nous ne pouvons en aucun cas en garantir la réalisation. Par essence, toute hypothèse contient une part de risque et d'incertitude qui peut amener les résultats de la société à diverger significativement des prévisions. Aucune mise à jour des données financières prévisionnelles n'est envisagée.

Le rapport peut faire apparaître des écarts liés aux arrondis.