

## Groupe Sartorius Stedim Biotech Information financière semestrielle de janvier à juin 2010



## Rapport d'activité

#### Environnement macroéconomique

Le premier semestre 2010 a été marqué par la poursuite de la reprise sur le plan international, après les crises financière et économique des années 2008 et 2009, même si le rythme de ce rétablissement diffère d'une région à l'autre. Alors que la conjoncture des pays industrialisés, pourtant soutenue par des plans de relance de grande envergure, reste modérée, un certain nombre de pays émergents, pour la plupart en Asie, connaissent un essor particulièrement important. Bien que la production en Asie ait connue une forte récession à l'automne 2008, les répercussions de la crise financière et économique ont cependant moins altéré la croissance à moyen terme des pays émergents par rapport aux pays industrialisés, en raison notamment de secteurs financiers pour la plupart sains, d'un secteur privé modérément surendetté et d'un environnement macroéconomique général plus favorable.

En revanche, les marchés financiers d'Europe et des États-Unis, qui s'étaient nettement détendus dès l'été 2009, se sont peu améliorés depuis. On constate en outre des différences sensibles entre les divers États membres de la zone euro. Tandis que la performance économique de la France et de l'Allemagne se redressait manifestement, un certain nombre d'autres pays, tels que la Grèce mais aussi l'Espagne, le Portugal et l'Italie, ont subi une pression croissante en raison du niveau élevé de leur dette publique.

La confiance dans l'euro a fait les frais de cette situation et la monnaie unique n'a cessé de s'affaiblir face au dollar depuis le début de l'année, allant même jusqu'à toucher le seuil de 1,19 USD. Par rapport à l'année précédente, la parité a toutefois fait preuve en moyenne d'une certaine constance au cours des six premiers mois de l'année (1,33 USD | EUR).

Le FMI anticipe pour les pays industrialisés en 2010 une croissance de 2,3 % (repli de 3,2 % en 2009). Les prévisions actuelles tablent pour les pays émergents sur une croissance globale de 6,3 % en 2010 (2009 : +2,4 %) avec notamment pour la Chine 10,0 % de croissance (contre +8,7 % en 2009) et pour l'Inde 8,8 % de croissance (contre +5,7 % en 2009). Le FMI mise sur une progression de 4,2 % de la performance économique mondiale en 2010 (2009 : -0,6 %).

Les taux directeurs des principales banques centrales sont restés figés à leurs plus bas historiques tout au long du premier semestre (FED: 0 à 0,25 %, BCE: 1,0 %) et cette politique monétaire plus restrictive devrait probablement être maintenue dans l'immédiat.

On s'attend actuellement à un rapide retour à une politique monétaire plus contraignante dans les économies émergentes. La Chine et l'Inde ont d'ailleurs introduit dès le premier semestre des mesures visant à mettre un frein à l'expansion du crédit.

Le recul, à l'échelle mondiale, du niveau des taux d'intérêts par rapport à la même période de l'exercice précédent a eu un effet favorable sur les charges financières du groupe. Ainsi par exemple, le taux Euribor 3 mois est passé en moyenne de 1,7 % au premier semestre 2009 à 0,7 % entre janvier et juin 2010.

(Sources : FMI, Perspectives de l'économie mondiale avril 2010 ; Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose [Groupement d'instituts de conjoncture allemands] ; Rapport de printemps 2010 des instituts de conjoncture allemands commandité par le ministère allemand de l'économie et de la technologie).

#### Situation sectorielle

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipement et de services destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie pharmaceutique et biopharmaceutique.

Jusqu'alors largement épargnée par la crise économique, le secteur pharmaceutique a connu en 2009 une croissance de 7,0 %. Selon l'institut international d'études de marchés « IMS Health », ce secteur devrait maintenir un taux de croissance stable pour l'ensemble de l'année 2010, entre 4,0 % et 6,0 %. Tandis que les marchés pharmaceutiques des pays industrialisés occidentaux affichent des taux de croissance à un chiffre (dans le bas de la fourchette), les marchés des pays émergents d'Asie, d'Europe de l'Est et d'Amérique latine arborent une progression très forte.

Le secteur biopharmaceutique, qui connaît une évolution particulièrement dynamique et dont les taux de croissance sont presque le double de ceux de l'ensemble du marché, représente actuellement seulement environ 15 % du marché pharmaceutique, mais cette quote-part devrait nettement augmenter à l'avenir. Par ailleurs, dans un contexte de défis économiques et écologiques croissants, la tendance à l'utilisation de produits innovants à usage unique dans les processus de production biotechnologique s'affirme de plus en plus nettement.

## Évolution des activités du Groupe

#### Prises de commandes et chiffre d'affaires

Au cours des six premiers mois de l'exercice, le Groupe Sartorius Stedim Biotech a poursuivi son fort développement. Le volume des commandes a progressé de 8,6 % (7,2 % à taux de change constant), passant de 204,0 millions d'euros à 221,6 millions d'euros. Conformément aux attentes, les commandes de l'activité Équipement, qui intègre les bioréacteurs, ont particulièrement progressé. En hausse de 5,5 % (4,4 % à taux de change constant), le chiffre d'affaires est passé de 198,3 millions d'euros à 209,3 millions d'euros sur la période considérée. Cette croissance a été essentiellement tirée par la région Asie | Pacifique mais également par l'Amérique du Nord, tandis que, conformément aux attentes, le développement en Europe a été plus modéré en raison de la disparition progressive de l'activité exceptionnelle liée aux fabricants de vaccins.

#### Évolution des résultats

En hausse, le résultat d'exploitation (EBITA retraité = résultat corrigé des charges exceptionnelles avant intérêts, impôts et amortissements) du Groupe Sartorius Stedim Biotech est passé de 28,1 millions d'euros à 31,5 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'exercice. La marge d'EBITA correspondante s'est donc améliorée de 14,2 % à 15,0 %, essentiellement sous l'influence des économies d'échelle résultant de la hausse du chiffre d'affaires.

En intégrant l'ensemble des charges exceptionnelles d'un montant de 0,5 millions d'euros (2009 : 1,6 millions d'euros) correspondant principalement à des indemnités de départ, l'EBITA du Groupe ressort à 30,9 millions d'euros (2009 : 26,5 millions) et la marge d'EBITA correspondante à 14,8 % (2009 : 13,4 %).

Le résultat net retraité (part du groupe) s'élève à 19,5 millions d'euros, contre 15,4 millions d'euros sur la période correspondante de l'exercice précédent, (après correction des charges exceptionnelles et des amortissements liés au regroupement d'entreprises (3,5 millions d'euros). Le résultat net retraité par action correspondant ressort à 1,18 euro contre 0,91 euro au premier semestre 2009.

#### **Effectifs**

Au 30 juin 2010, Sartorius Stedim Biotech employait 2 445 personnes, soit environ 2,7 % de plus qu'au 31 décembre 2009 (2 381 salariés).

La croissance des effectifs est essentiellement concentrée en Europe (1 659 salariés au 30 juin 2010 contre 1 621 au 31 décembre 2009) et en en Amérique du Nord, région où l'on constate la plus forte hausse en valeur relative avec l'arrivée de 16 personnes supplémentaires au cours du semestre, ce qui amène les effectifs à 365 salariés contre 349 au 31 décembre 2009.

#### Chiffres clés

En millions €	1er semestre 2010	1er semestre 2009	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Chiffre d'affaires	209,3	198,3	+5,5	+4,4
- Europe <sup>1)</sup>	113,5	113,2	+0,3	-0,1
- Amérique du Nord <sup>1)</sup>	55,6	51,8	+7,3	+7,0
- Asie   Pacifique <sup>1)</sup>	31,9	25,3	+25,9	+19,6
- Autres marchés <sup>1)</sup>	8,3	8,1	+3,2	+3,2
EBITA <sup>2)3)</sup>	31,5	28,1	+11,8	
Marge EBITA <sup>2)</sup>	15,0%	14,2%		
Résultat net <sup>2)4)</sup>	19,5	15,4	+26,0	
Résultat net par action en € <sup>2]4]</sup>	1,18	0,91	+29,4	

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

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Retraité (Cf. définition page 17)

<sup>3)</sup> Pour plus d'information se référer à la page 17

<sup>4)</sup> Hors amortissements

### Patrimoine et situation financière

#### Trésorerie et financement

Avec 24,9 millions d'euros, les flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle au cours du premier semestre sont nettement positifs. La baisse par rapport à la même période de l'exercice précédent (36,5 millions d'euros) résulte d'une augmentation du fond de roulement net. Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement ressortent à -6,5 millions d'euros (2009 : -7,6 millions d'euros) et traduisent une relative stabilité.

La société Sartorius Stedim Biotech S.A. a mis en place au cours du deuxième trimestre 2010 un programme de rachat d'actions. La société a procédé au rachat de ses propres actions pour un montant de 48,6 millions d'euros au 30 juin 2010. Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement tiennent compte de ces rachats d'actions ainsi que du versement d'un dividende de 10,2 millions d'euros dont le montant correspond au double de celui versé au titre de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement ressortent donc à -48,1 millions d'euros contre -11,1 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent.

L'endettement net qui s'établissait à 87,6 millions d'euros au 31 décembre 2009 augmente par conséquent pour atteindre 127,5 millions d'euros au 30 juin 2010. Le ratio dette financière nette | EBITDA des 12 derniers mois retraité des éléments exceptionnels passe de 1,2 à la date de clôture de l'exercice 2009 à 1,6 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 16,5, contre 12,6 au 31 décembre 2009 et témoigne de la solidité financière du Groupe.

#### Bilan consolidé

Au 30 juin 2010, le total bilan du Groupe Sartorius Stedim Biotech s'inscrit en légère baisse par rapport au bilan arrêté le 31 décembre 2009 : 660,3 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 359,8 millions d'euros au 30 juin 2010 en raison notamment du programme de rachats d'actions et du versement de dividendes effectué au cours du deuxième trimestre 2010. À 54,5 % (31 décembre 2009 : 58,9 %), le ratio capitaux propres | total bilan du Groupe se maintient toutefois à un niveau très confortable. Conjugué à l'augmentation de l'endettement brut, qui passe de 142,5 millions d'euros au 31 décembre 2009 à 154,0 millions d'euros au 30 juin 2010, le ratio dettes financières nettes | capitaux propres (« gearing ») s'inscrit en hausse passant de 0,2 à 0,4.



## Perspectives

#### Prévisions macroéconomiques

Les estimations conjoncturelles restent hétérogènes et la situation économique est donc difficile à cerner. Malgré divers indicateurs de reprise, les instituts de conjoncture économique soulignent des facteurs inquiétants relatifs aux nombreux risques liés à l'évolution économique actuelle. Dans les pays industrialisés occidentaux, la reprise économique n'est pas encore durablement ancrée et reste très largement conditionnée par de potentielles mesures de politique monétaire expansionniste. La capacité des marchés financiers à absorber les risques inhérents s'est considérablement réduite depuis le début de la crise. On ne peut donc pas exclure une nouvelle crise de confiance dans ces pays. Par ailleurs, les conséquences de la crise financière devraient encore freiner la propension des ménages à consommer durant une certaine période. Enfin, l'actuel creusement généralisé des déficits publics obligera les gouvernements, à moyen terme, à mettre en place des politiques de riqueur. À l'inverse, les pays émergents sont de plus en plus confrontés au risque de surchauffe en raison d'un rythme d'expansion soutenu.

D'une manière générale, la dynamique économique des pays développés devrait rester modérée au cours des six prochains mois et également en 2011. Le FMI mise pour 2010 sur une croissance de 2,3 % et pour 2011 de 2,4 %. Les économies émergentes ayant dans l'ensemble moins pâti des crises économique et financière que les pays industrialisés, leur taux de croissance devraient rester vigoureux, de l'ordre de 6,3 % en 2010 et 6,5 % en 2011. Avec une croissance de 8,7 %, les pays émergents d'Asie devraient, ces deux prochaines années, être le moteur de la croissance.

À l'échelle mondiale, le FMI prévoit pour cette année une progression de 4,2 % et pour l'année prochaine de 4,3 %.

#### Perspectives commerciales en 2010

Les résultats du premier semestre 2010 sont en ligne avec nos attentes et confirment les objectifs annoncés pour cet exercice.

Pour 2010, nous misons sur une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre (haut de la fourchette) à taux de change constant. Eu égard à la relativement forte contribution de l'activité Équipement à la croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent et à l'absence de commandes extraordinaires des producteurs de vaccins, nous visons, après la forte progression constatée au cours de l'exercice 2009, une croissance modérée de la marge opérationnelle d'EBITA. De plus, les flux de trésorerie opérationnels devraient atteindre un niveau largement positif.



## Risques et opportunités

La situation des risques et opportunités encourus par le Groupe Sartorius Stedim Biotech n'a pas notablement varié depuis la publication du Document de Référence de l'exercice 2009. Nous renvoyons donc aux descriptions détaillées du système de gestion des risques ainsi qu'à l'analyse des opportunités et risques du Groupe présentées dans le Document de Référence 2009 (pages 41 et suivantes).

Évaluation des risques susceptibles de compromettre l'avenir de la société

Après analyse circonstanciée de l'ensemble des risques encourus et selon nos estimations, nous ne pouvons, pour l'heure, identifier d'éléments compromettant l'avenir du Groupe.



## État de la situation financière

	3	30 juin 2010	31 déc. 2009		
			Do	onnées auditées	
Actif	en millions €	%	en millions €	%	
Actifs non courants					
Goodwill	250,3	37,9	250,3	37,5	
Autres immobilisations incorporelles	104,9	15,9	106,6	16,0	
Immobilisations corporelles	113,1	17,1	111,8	16,7	
Actifs financiers	2,2	0,3	2,2	0,3	
	470,5	71,3	470,9	70,5	
Créances et autres actifs	1,1	0,2	1,4	0,2	
Impôts différés actifs	12,1	1,8	10,0	1,5	
	483,7	73,2	482,3	72,2	
Actifs courants					
Stocks	56,6	8,6	46,7	7,0	
Créances clients	76,9	11,7	70,5	10,5	
Impôts courants	5,1	0,8	3,4	0,5	
Autres actifs	11,5	1,7	10,2	1,5	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	26,5	4,0	54,8	8,2	
	176,6	26,8	185,6	27,8	
Total actif	660,3	100,0	667,9	100,0	
	3	30 juin 2010		31 déc. 2009	
			Données auditée		
Passif	en millions €	%	en millions €	%	
Capitaux propres					
Capital social	10,4	1,6	10,4	1,6	
Réserves					
	290,7	44,0	338,8	50,7	
Bénéfices non distribués et autres	290,7 58,7	44,0 8,9	338,8 44,0		
Bénéfices non distribués et autres Intérêts minoritaires	•		-	6,6	
	58,7	8,9	44,0	50,7 6,6 0,0 58,9	
	58,7 0,0	8,9 0,0	44,0 0,0	6,6 0,0	
Intérêts minoritaires	58,7 0,0	8,9 0,0	44,0 0,0	6,6 0,0 58,9	
Intérêts minoritaires  Passifs non-courants	58,7 0,0 359,8	8,9 0,0 54,5	44,0 0,0 393,2	6,6 0,0 58,9	
Passifs non-courants Provisions pour indemnités de départ en retraite Impôts différés passifs Autres provisions	58,7 0,0 359,8	8,9 0,0 54,5	44,0 0,0 393,2	6,6 0,0 58,9 1,9 5,2	
Passifs non-courants Provisions pour indemnités de départ en retraite Impôts différés passifs	58,7 0,0 359,8 13,7 35,1	8,9 0,0 54,5 2,1 5,3	44,0 0,0 393,2 12,9 34,6	6,6 0,0 58,9 1,9 5,2 0,5	
Passifs non-courants Provisions pour indemnités de départ en retraite Impôts différés passifs Autres provisions	58,7 0,0 359,8 13,7 35,1 3,3 112,6 0,1	8,9 0,0 54,5 2,1 5,3 0,5 17,0	12,9 34,6 3,2 104,1 0,2	6,6 0,0 58,9 1,9 5,2 0,5 15,6	
Passifs non-courants Provisions pour indemnités de départ en retraite Impôts différés passifs Autres provisions Emprunts et autres passifs financiers à long terme	58,7 0,0 359,8 13,7 35,1 3,3 112,6	8,9 0,0 54,5 2,1 5,3 0,5 17,0	12,9 34,6 3,2 104,1	6,6 0,0 58,9 1,9 5,2 0,5 15,6	
Passifs non-courants Provisions pour indemnités de départ en retraite Impôts différés passifs Autres provisions Emprunts et autres passifs financiers à long terme Autres passifs	13,7 35,1 3,3 112,6 0,1 164,8	8,9 0,0 54,5 2,1 5,3 0,5 17,0 0,0 25,0	12,9 34,6 3,2 104,1 0,2 155,0	6,6 0,0 58,9 1,9 5,2 0,5 15,6 0,0 23,2	
Passifs non-courants Provisions pour indemnités de départ en retraite Impôts différés passifs Autres provisions Emprunts et autres passifs financiers à long terme Autres passifs  Passifs courants Provisions	58,7 0,0 359,8 13,7 35,1 3,3 112,6 0,1 164,8	8,9 0,0 54,5 2,1 5,3 0,5 17,0 0,0 25,0	12,9 34,6 3,2 104,1 0,2 155,0	6,6 0,0 58,9 1,9 5,2 0,5 15,6 0,0 23,2	
Passifs non-courants Provisions pour indemnités de départ en retraite Impôts différés passifs Autres provisions Emprunts et autres passifs financiers à long terme Autres passifs  Passifs courants Provisions Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58,7 0,0 359,8 13,7 35,1 3,3 112,6 0,1 164,8	8,9 0,0 54,5 2,1 5,3 0,5 17,0 0,0 25,0	12,9 34,6 3,2 104,1 0,2 155,0	6,6 0,0 58,9 1,9 5,2 0,5 15,6 0,0 23,2	
Passifs non-courants Provisions pour indemnités de départ en retraite Impôts différés passifs Autres provisions Emprunts et autres passifs financiers à long terme Autres passifs  Passifs courants Provisions Dettes fournisseurs et comptes rattachés Emprunts et autres passifs financiers à court terme	58,7 0,0 359,8 13,7 35,1 3,3 112,6 0,1 164,8 4,9 40,9 41,5	8,9 0,0 54,5 2,1 5,3 0,5 17,0 0,0 25,0	12,9 34,6 3,2 104,1 0,2 155,0 4,9 32,7 38,4	6,6 0,0 58,9 1,9 5,2 0,5 15,6 0,0 23,2	
Passifs non-courants Provisions pour indemnités de départ en retraite Impôts différés passifs Autres provisions Emprunts et autres passifs financiers à long terme Autres passifs  Passifs courants Provisions Dettes fournisseurs et comptes rattachés Emprunts et autres passifs financiers à court terme Impôts courants	58,7 0,0 359,8 13,7 35,1 3,3 112,6 0,1 164,8 4,9 40,9 41,5 15,3	8,9 0,0 54,5 2,1 5,3 0,5 17,0 0,0 25,0 0,7 6,2 6,3 2,3	44,0 0,0 393,2 12,9 34,6 3,2 104,1 0,2 155,0 4,9 32,7 38,4 10,8	6,6 0,0 58,9 1,9 5,2 0,5 15,6 0,0 23,2 0,7 4,9 5,8	
Passifs non-courants Provisions pour indemnités de départ en retraite Impôts différés passifs Autres provisions Emprunts et autres passifs financiers à long terme Autres passifs  Passifs courants Provisions Dettes fournisseurs et comptes rattachés Emprunts et autres passifs financiers à court terme	58,7 0,0 359,8 13,7 35,1 3,3 112,6 0,1 164,8 4,9 40,9 41,5 15,3 33,2	8,9 0,0 54,5 2,1 5,3 0,5 17,0 0,0 25,0 0,7 6,2 6,3 2,3 5,0	44,0 0,0 393,2 12,9 34,6 3,2 104,1 0,2 155,0 4,9 32,7 38,4 10,8 32,8	6,6 0,0 58,9 1,9 5,2 0,5 15,6	
Passifs non-courants Provisions pour indemnités de départ en retraite Impôts différés passifs Autres provisions Emprunts et autres passifs financiers à long terme Autres passifs  Passifs courants Provisions  Dettes fournisseurs et comptes rattachés Emprunts et autres passifs financiers à court terme Impôts courants	58,7 0,0 359,8 13,7 35,1 3,3 112,6 0,1 164,8 4,9 40,9 41,5 15,3	8,9 0,0 54,5 2,1 5,3 0,5 17,0 0,0 25,0 0,7 6,2 6,3 2,3	44,0 0,0 393,2 12,9 34,6 3,2 104,1 0,2 155,0 4,9 32,7 38,4 10,8	11 55 00 15 00 23	

## Compte de résultat

	2ème trimes	tre 2010	2ème trimes	tre 2009	1er semestre 2010		1er semestre 2009	
	en millions €	%	en millions €	%	en millions €	%	en millions €	%
Chiffre d'affaires	109,1	100,0	101,5	100,0	209,3	100,0	198,3	100,0
Coût des ventes	- 54,4	- 49,8	- 51,9	- 51,1	- 105,4	- 50,4	- 102,7	- 51,8
Marge brute	54,7	50,2	49,6	48,9	103,8	49,6	95,6	48,2
Frais commerciaux et de distribution	- 23,5	- 21,5	- 21,6	- 21,3	- 45,9	- 21,9	- 42,8	- 21,6
Frais de recherche et développement	- 6,8	- 6,2	- 5,7	- 5,7	- 13,7	- 6,5	- 11,7	- 5,9
Frais généraux	- 6,1	- 5,6	- 6,3	- 6,2	- 12,4	- 5,9	- 12,8	- 6,4
Autres produits et charges d'exploitation	- 1,7	- 1,6	- 2,1	- 2,1	- 1,0	- 0,5	- 1,8	- 0,9
Résultat opérationnel avant amortissement (EBITA) <sup>1)</sup>	16,6	15,2	13,9	13,7	30,9	14,8	26,5	13,4
Amortissement <sup>2)</sup>	- 1,8	- 1,6	- 1,8	- 1,7	- 3,5	- 1,7	- 3,5	- 1,8
Résultat opérationnel (EBIT)	14,8	13,6	12,2	12,0	27,4	13,1	23,0	11,6
Produits financiers	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0
Charges financières	- 1,0	- 0,9	- 2,0	- 1,9	- 2,0	- 1,0	- 4,5	- 2,3
Résultat financier	- 0,9	- 0,8	- 1,9	- 1,9	- 1,8	- 0,9	- 4,5	- 2,3
Résultat avant impôts	14,0	12,8	10,2	10,1	25,6	12,2	18,5	9,3
Impôts différés	0,7	0,6	0,2	0,2	1,0	0,5	0,1	0,1
Charge d'impôts	- 5,0	- 4,6	- 3,3	- 3,2	- 8,9	- 4,2	- 5,7	- 2,9
Autres taxes	- 0,5	- 0,5	-0,6	-0,6	- 1,1	- 0,5	- 1,1	- 0,6
Impôts	- 4,8	- 4,4	- 3,7	-3,6	- 8,9	- 4,3	- 6,7	- 3,4
Résultat net de la période	9,1	8,4	6,5	6,4	16,7	8,0	11,9	6,0
Attribuable à :								
Résultat net part du Groupe	9,1	8,4	6,6	6,5	16,7	8,0	12,0	6,0
Affecté aux Intérêts minoritaire	s <b>0,0</b>	0,0	- 0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	- 0,1
Résultat net par action (€)	0,57		0,39		1,01		0,71	
Résultat net dilué par action (€)	0,57		0,39		1,01		0,70	

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.
 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

	2ème trimestre 2010 en millions €		1er semestre 2010 en millions €	1er semestre 2009 en millions €
Résultat net de la période	9,1	6,5	16,7	11,9
Couvertures de change	- 0,7	1,3	- 1,0	8,0
Gains   pertes actuariels surprovisions pour retraite	0,0	0,0	- 0,4	0,0
Écarts de conversion	5,5	- 1,6	9,1	- 0,3
Investissement dans une entité étrangère	- 0,2	0,1	- 0,4	0,0
Impôts différés	0,4	-0,4	0,5	-0,3
Total des produits et charges directement en capitaux propres	5,0	-0,6	7,9	0,3
Résultat global	14,1	5,9	24,6	12,1
Part du Groupe Sartorius Stedim Biotech	14,1	6,0	24,6	12,3
Intérêts minoritaires	0,0	-0,1	0,0	-0,2

## Tableau de flux de trésorerie consolidés

	1er semestre 2010 en millions €	1er semestre 2009 en millions €
Trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		
Résultat net	16,7	12,0
Intérêts minoritaires	0,0	-0,1
Charge d'impôt	8,9	6,7
Charges financières	1,8	4,5
Amortissement & dépréciation	11,5	11,5
Augmentation   diminution des provisions	0,0	- 1,8
Augmentation   diminution des créances	- 4,7	2,9
Augmentation   diminution des stocks et en-cours	- 7,6	3,5
Augmentation   diminution des dettes	4,4	2,2
Impôts décaissés	- 6,2	- 4,8
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	24,9	36,5
Trésorerie liée aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'actifs financiers	0,0	-0,2
Acquisitions d'immobilisations corporelles	- 4,6	- 5,8
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,3	0,6
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 2,2	- 2,4
Impacts liés aux regroupements d'entreprises	0,0	0,2
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement		- 7,6
Trésorerie provenant des opérations de financement		
Variation de capital	0,5	0,4
Intérêts reçus	0,2	0,1
Intérêts payés	- 1,3	- 5,6
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	11,3	-0,8
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	- 48,1	- 11,1
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	- 29,7	17,8
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	- 29,7 54,8	
		13,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	54,8	13,2 0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Incidences nettes des variations de cours des devises	54,8 1,4	17,8 13,2 0,1 31,1

<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
Solde au 1er janv. 2009	10,3	338,4	- 0,5	0,2	26,1	- 4,7	369,8	1,9	371,6
Résultat global	0,0	0,0	0,6	0,0	12,0	- 0,3	12,3	- 0,2	12,1
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
Solde au 30 juin 2009	10,4	338,7	0,0	0,2	33,0	- 4,9	377,4	1,7	379,1
Solde au 1er janv. 2010	10,4	338,8	- 0,1	- 0,2	49,7	- 5,4	393,2	0,0	393,2
Résultat global	0,0	0,0	- 0,7	- 0,2	16,5	9,1	24,6	0,0	24,6
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
Solde au 30 juin 2010	10,4	290,7	- 0,8	- 0,4	56,2	3,7	359,8	0,0	359,8

<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 », c'est-à-dire que 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

			Biopharma   Groupe
En millions €	1er semestre 2010	1er semestre 2009	Variation
Prise de commandes	221,6	204,0	9%
Chiffre d'affaires	209,3	198,3	6%
- en % du total	100,0%	100,0%	
EBITDA	38,9	34,5	13%
- en % du chiffre d'affaires	18,6%	17,4%	
Dotation aux amortissements et aux provisions	7,9	7,9	0%
EBITA	30,9	26,5	17%
- en % du chiffre d'affaires	14,8%	13,4%	
Amortissement	3,5	3,5	1%
EBIT	27,4	23,0	19%
- en % du chiffre d'affaires	13,1%	11,6%	
Frais de recherche et développement	13,7	11,7	17%
Effectifs au 30 juin	2 445	2 415	1%

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

			Europe		Amérique du Nord		
En millions €	1er semestre 2010	1er semestre 2009	Variation	1er semestre 2010	1er semestre 2009	Variation	
Chiffre d'affaires							
- selon la localisation des clients	113,5	113,2	0%	55,6	51,8	7%	
- en % du total	54,2%	57,1%		26,6%	26,1%		
- selon la localisation de la société	134,1	132,5	1%	55,4	51,6	7%	
EBITA	20,6	17,8	16%	6,8	6,7	1%	
- en % du chiffre d'affaires	15,3%	13,4%		12,3%	13,0%		
Effectifs au 30 juin	1 659	1 666	0%	365	357	2%	

		Asie	Pacifique		Autre	s marchés			Groupe
En millions €	1er semestre 2010	1er semestre 2009	Variation	1er semestre 2010	1er semestre 2009	Variation	1er semestre 2010	1er semestre 2009	Variation
Chiffre d'affaires									
- selon la localisation des clients	31,9	25,3	26%	8,3	8,1	3%	209,3	198,3	6%
- en % du total	15,2%	12,8%		4,0%	4,1%		100,0%	100,0%	
- selon la localisation de la société	19,8	14,2	40%	0,0	0,0		209,3	198,3	6%
EBITA	3,0	1,8	70%	0,6	0,3	115%	30,9	26,5	17%
- en % du chiffre d'affaires	15,0%	12,3%		0,0%	0,0%		14,8%	13,4%	
Effectifs au 30 juin	328	314	4%	93	78	19%	2 445	2 415	1%

## Chiffres clés

Montant en millions €, sauf indications particulières	1er semestre 2010	1er semestre 2009	Variationen %
Résultat			
Prise de commandes	221,6	204,0	8,6
Chiffre d'affaires	209,3	198,3	5,5
EBITDA	38,9	34,5	12,7
EBITA	30,9	26,5	16,5
EBIT	27,4	23,0	19,0
Résultat avant impôts	25,6	18,5	38,0
Résultat net de la période	16,7	12,0	39,5
Résultat net par action (en €)	1,01	0,71	43,2
En % du chiffre d'affaires			
EBITDA	18,6	17,4	
EBITA	14,8	13,4	
EBIT	13,1	11,6	
Résultat net de la période	8,0	6,0	
Bilan			
Total du bilan	660,3	661,7	
Capitaux propres	359,8	379,1	
Pourcentage de capitaux propres	54,5	57,3	
Taux d'endettement	0,4	0,3	
Situation financière			
Investissement	6,8	8,2	- 17,1
- en % du chiffre d'affaires	3,3	4,1	
Dépréciation et amortissement	11,5	11,5	0,3
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	24,9	36,5	- 31,9
Endettement net	127,5	131,5	- 3,0
Nombre total de collaborateurs au 30 juin	2 445	2 415	1,2
Recherche et développement			
Frais de recherche et développement	13,7	11,7	17,1
- en % du chiffre d'affaires	6,5	5,9	

### Notes aux états financiers intermédiaires

#### Présentation du Groupe

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services de pointe destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie pharmaceutique. Avec des solutions intégrées dans les domaines de la fermentation, de la filtration, de la purification, du stockage des fluides ainsi que des technologies de laboratoire, Sartorius Stedim Biotech aide l'industrie biopharmaceutique dans le monde entier à développer et fabriquer des médicaments biotechnologiques avec rapidité et rentabilité. Avec une forte concentration sur les technologies à usage unique novatrices et les services créateurs de plus-values, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation technologique fulgurante de son secteur. Fortement ancrée dans la communauté scientifique et étroitement liée à ses clients et partenaires technologiques, l'entreprise transforme la science en solutions efficaces conformément à sa philosophie « Turning science into solutions ».

Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR 0000053266) et a son siège social à Aubagne en France.

Le Conseil d'administration lors de sa réunion du 21 juillet 2010 a approuvé les états financiers consolidés condensés du Groupe Sartorius Stedim Biotech pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010.

#### Règles et méthodes comptables

Les comptes consolidés condensés du Groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 juin 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.

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2010 et disponibles sur le site :

http://ec.europa.eu/internal\_market/accounting/ias/index\_fr.htm

Ces principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, à l'exception de l'adoption des nouvelles normes et interprétations suivantes d'application obligatoire pour le Groupe au 30 juin 2010 :

- IFRS 3 (Révisée): Regroupements d'entreprises
- Amendements à IFRS 2 : Comptabilisation des plans dénoués en trésorerie au sein d'un Groupe (applicable au 1er janvier 2010)
- Amendements d'IFRS 5 (Améliorations aux IFRS 2008),
- Amendements d'IAS 27: Etats financiers individuels et consolidés
- Amendements à IAS 32 : Instruments Financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d'une liquidtion.
- IFRIC 15: Accords relatifs à la construction immobilière (applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2010)

L'adoption de ces normes et interprétations n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés semestriels au 30 Juin 2010.

Le Groupe n'a pas anticipé les normes et interprétations adotées par la Commission européenne mais dont l'application n'est pas obligatoire au 30 juin 2010 :

- IAS 24 (révisée): Informations relatives aux parties liées (applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2011).
- IFRIC 14: Paiements d'avance & d'exigence de financement mimimal (applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2011).

Le Groupe n'a pas anticipé les normes et interprétations en cours d'adoption par la Commission européenne :

- Amendements d'IAS 32 : Classement des émissions de droit
- Améliorations aux IFRS (Mai 2010),
- IFRIC 19: Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres (applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2010).

Le processus de détermination par le Groupe Sartorius Stedim Biotech des impacts potentiels sur les comptes consolidés du groupe est en cours. Le Groupe Sartorius Stedim Biotech n'anticipe pas, à ce stade de l'analyse, d'impact significatif sur ses comptes consolidés.

Le Document de Référence 2009 mentionne la liste des sociétés consolidées en page 103.

Pour la détermination de l'impôt société, le Groupe a appliqué la norme IAS 34.30 c) qui prévoit de retenir le taux moyen effectif attendu pour l'exercice, appliqué au résultat de la période.

#### Parties liées

Sartorius AG est l'actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech S.A. Elle détient directement ou indirectement (via VL Finance, filiale à 100 %) 75 % des actions, (78 % des droits de vote) Le flottant est de 25 %.

Les transactions entre Sartorius Stedim Biotech S.A. et ses filiales ont été éliminées lors de la consolidation et ne sont pas mentionnées dans les présentes annexes aux états financiers.

Plusieurs contrats de services et de sous-location ont été signés entre les sociétés du Groupe Sartorius (division Mechatronics) et celles du Groupe Sartorius Stedim Biotech. En effet, avant le "carve out" de l'activité Biotechnologie, les activités dites "support" étaient assurées par des sociétés mixtes (Biotech et Mechatronics). Désormais, ces fonctions incombent à l'une ou l'autre des sociétés (Biotech ou Mechatronics). Par conséquent, les affectations analytiques antérieures de coûts ont été remplacées par des contrats de services et de sous-location souscrits de manière

indépendante. Ces contrats comprennent une souslocation pour l'espace de bureau et les fonctions administratives centrales comme la comptabilité et le contrôle de gestion, la gestion des ressources humaines et l'informatique. À ce titre, les sociétés en question refacturent les loyers, salaires et charges sociales et tout autres frais (honoraires de conseils par exemple) ainsi qu'une rémunération de leurs prestations, proportionnelle au bénéfice.

Le contrat le plus important a été passé entre Sartorius Stedim Biotech GmbH Allemagne et Sartorius Corporate Administration GmbH Allemagne, filiale à 100 % de Sartorius AG. Cette société fournit de manière indépendante l'ensemble des fonctions de services et d'administration centrales à Sartorius Stedim Biotech GmbH ainsi qu'à Sartorius AG.

#### "Impairment test"

Bien que nous n'ayons identifié aucun indice de perte de valeur, nous avons réalisé un "impairment test" à la date du 30 juin 2010. Cet "impairment test" ne s'est pas traduit par des changements significatifs par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2009 et nous n'avons donc pas enregistré de dépréciation d'actifs.

Différents calculs, basés sur des scénarios avec différentes estimations pour le taux d'actualisation et le taux de croissance à court et à long terme, ont abouti au même résultat.

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

#### Mesure de la performance

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. Le terme « 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 (Regroupements d'entreprises). Ainsi retraité, l'EBITA est un indicateur pertinent permettant de mesurer la performance opérationnelle du groupe Sartorius Stedim Biotech.

L'indicateur EBITDA utilisé dans l'information sectorielle et les chiffres clés correspond aux revenus avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions. Comparé à l'EBITA, l'EBITDA exclut les dotations aux amortissements des actifs corporels et incorporels.

L'indicateur EBITA retraité correspond à l'indicateur EBITA défini ci-dessus, retraité des charges exceptionnelles observées au cours de la période du 1er semestre 2010.

L'indicateur EBITDA retraité correspond à l'indicateur EBITDA défini ci-dessus, retraité des charges exceptionnelles observées au cours de la période du 1er semestre 2010.

#### **Autres informations**

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

# Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Sartorius Stedim Biotech, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2010, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

#### 1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 –norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée cidessus, nous attirons votre attention sur les notes :

- « Règles et méthodes comptables » qui décrit les nouvelles normes et interprétations que la société Sartorius Stedim Biotech a appliquées à compter du 1er janvier 2010;
- « Programme de rachats d'actions » qui expose l'opération de rachat d'actions propres autorisée par l'Assemblée Générale du 19 avril 2010.

#### 2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Marseille, le 28 juillet 2010

Deloitte Associés Ernst & Young Audit

Vincent Gros Anis Nassif

## Information sur le Rapport Semestriel

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité, figurant au pages 2 à 17, présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Joachim Kreuzburg Directeur Général du

**Groupe Sartorius Stedim Biotech** 

#### 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

#### 20 à 21 septembre 2010

Euronext Midcap Event, Paris

#### Octobre 2010

Publication des chiffres trimestriels janvier à sept. 2010

#### 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

#### Les données financières prévisionnelles présentent des risques.

Le présent rapport semestriel 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.

<sup>\*</sup> Date probable