



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

SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

en milliers €	2009	2010	2011	2012	2013
Capital en fin d'exercice					
Capital social	10 353	10 378	10 386	10 395	10 396
Nombre d'actions existantes	16 972 721	17 013 448	17 025 948	17 041 306	17 042 306
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	64 626	65 026	71 855	81 942	1 501
Résultat avant impôt, participation des salariés et dotations-reprises sur amortissements et provisions	16 067	25 884	23 617	26 218	21 180
Impôts sur les bénéfices	1 813	1 185	1 069	678	292
Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
Résultat net	14 160	21 066	23 860	26 198	20 875
Dividendes versés ou proposition de distribution	10 184	13 783	15 327	16 877	16 878
Résultats par action					
Résultat après impôt et participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1,05	1,59	1,45	1,58	1,26
Résultat après impôt, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0,84	1,24	1,40	1,54	1,22
Dividende attribué à chaque action	0,60	0,90	1,00	1,10	1,20
Personnel					
Nombre de salariés	299	293	336	388	0
Montant de la masse salariale	11 381	11 177	11 843	14 171	0
Montant des sommes versées au titre des charges sociales	5 758	6 007	6 574	6 574	0