

Curriculum Vitae | Anne-Marie Graffin

Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A.
Administrateur principal indépendant

Année de naissance : 1961

Nationalité : française

Première nomination au Conseil d'administration : avril 2015

Fin du mandat : 2024 - Assemblée générale des actionnaires

Profil professionnel

Depuis 2011	Présidente de SMAG Consulting S.A.S. - Indépendant Membre non-exécutif du Conseil d'administration - Life Science Expert et Conseil
2009-2010	Sanofi Pasteur MSD, France - Vice-Présidente exécutive
2006-2008	Sanofi Pasteur MSD, France - Directeur exécutif Gestion des entreprises
2001-2005	Sanofi Pasteur MSD, France - Directrice de gamme puis Directeur Marketing Vaccins Adultes Europe
1998-2000	Sanofi Pasteur MSD, France - Chef de produit vaccins adultes France
1991-1995	RoC S.A (Johnson & Johnson), France - Directrice du groupe marketing international
1988-1990	URGO Laboratories, France - Responsable Marketing
1984-1987	International Distillers and Vinters, France - Chef de produits

Formation

- Diplômé de l'ESSEC Business School - France

Autres mandats et fonctions en cours en dehors du groupe

- Présidente du Conseil d'administration de Valneva SE¹, France
- Membre du conseil de surveillance de Nanobiotix S.A.¹, France
- Membre du conseil d'administration de Vetoquinol S.A.¹
- Présidente de SMAG Consulting S.A.S.

¹ Liste publique