

Curriculum Vitae | Prof. David Raymond Ebsworth, Ph.D.

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Année de naissance : 1954

Nationalité : anglais

Domicile : Overath, Allemagne

Membre depuis : Janvier 2020

Parcours professionnel

- Depuis 2015 Consultant indépendant auprès d'entreprises sélectionnées dans le domaine de la santé et auprès d'investisseurs financiers et investisseur providentiel dans certaines sociétés du secteur de la santé
- 2009–2015 Galenica SA, Suisse
- 2014–2015 : Suivi de projets pour le Président-directeur général de Vifor Pharma et de Galenica Santé jusqu'à l'âge de la retraite
- 2012–2014 : Président-directeur général et président du comité de direction du groupe (Zurich et Berne, Suisse)
- 2009–2014 : Président-directeur général de Vifor Pharma SA et membre du comité de direction du groupe chez Galenica SA
- 2003–2009 Différentes fonctions en tant que directeur non exécutif et consultant auprès de l'industrie et d'investisseurs financiers
- 2002–2003 Oxford Glycosciences Ltd, Grande-Bretagne – Président-directeur général
- 1983–2002 Bayer AG, Allemagne
- 2000–2002 : Directeur de la division Pharmaceuticals
- 1995–1999 : Président de la division Pharmaceuticals Amérique du Nord
- 1983–1995 : Différentes fonctions (spécialités : marketing, ventes, opérations commerciales)

Formation

- Doctorat Honoris Causa décerné par l'université de New Haven, Connecticut, États-Unis (2000)

- Ph.D. en relations industrielles comparatives (1980), Université de Surrey, Guildford, Grande-Bretagne
- Licence de chimie et d'allemand (1976), Université de Surrey, Guildford, Grande-Bretagne

Appartenance à d'autres conseils de surveillance constitués conformément à la loi

- Synlab AG, Munich (*cotée en bourse*) – Président du Conseil de surveillance

Appartenance à des organes de contrôle comparables, nationaux et étrangers, d'entreprises commerciales

- Verona Pharma plc, Grande-Bretagne (*cotée en bourse*) – Président du Conseil d'administration (non exécutif)
- Actimed Therapeutics Ltd, Grande-Bretagne – Président du Conseil d'administration (exécutif)
- Opterion Health AG, Suisse – Président du Conseil d'administration (non exécutif)

Autres activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance

- Professeur invité, Business School de l'Université de Surrey, Guildford, Grande-Bretagne