

## Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Prof. David Ebsworth, PhD, Overath  
geb. 1954

### Beruflicher Werdegang

- Seit 2015 Beratung ausgewählter Unternehmen im Bereich Healthcare und Finanzinvestoren sowie Angel Investor bei ausgesuchten Firmen der Gesundheitsbranche
- Seit 2018: Pharma Investments SA, Luxemburg - Mitglied des Conseil d'Administration (nicht-exekutiv)
- Seit 2018: Actimed Therapeutics Ltd, Großbritannien - Vorsitzender des Board of Directors (nicht-exekutiv)
- Seit 2017: Kyowa Kirin International plc, Großbritannien - Mitglied des Board of Directors (nicht-exekutiv)
- Seit 2016: Opterion Health AG, Schweiz - Präsident des Verwaltungsrats (nicht-exekutiv)
- Seit 2016: Interpharma Investments Ltd, Britische Jungferninseln - Mitglied des Board of Directors (nicht-exekutiv)
- Seit 2016: Business School der University of Surrey, Guildford, Großbritannien - Gastprofessor
- Seit 2014 Verona Pharma plc, Großbritannien (börsennotiert) - Vorsitzender des Board of Directors (nicht-exekutiv)
- 2009-2015 Galenica AG, Schweiz
- 2014-2015: Projektbegleitung für den Vorstandsvorsitzenden von Vifor Pharma sowie von Galenica Santé bis zum Erreichen des Ruhestandsalters
- 2012-2014: Vorstandsvorsitzender sowie Vorsitzender des Konzernleitungsausschusses (Zürich und Bern, Schweiz)
- 2009-2014: Vorstandsvorsitzender von Vifor Pharma AG sowie Mitglied des Konzernleitungsausschusses der Galenica AG
- 2003-2009 Verschiedene Positionen als nicht-exekutiver Direktor und Berater für Industrie und Finanzinvestoren
- 2002-2003 Oxford Glycosciences Ltd, Großbritannien - Vorstandsvorsitzender

1983–2002	Bayer AG, Deutschland
2000–2002	Präsident und Geschäftsführer, Pharmaceuticals
1995–1999	Präsident, North American Pharmaceutical Division
1983–1995	Verschiedene Positionen (mit Schwerpunkt Marketing, Sales, Business Operations)

### **Ausbildung**

- B.Sc. in Chemie und Deutsch (1976), University of Surrey, Guildford, Großbritannien
- Ph.D. in Comparative Industrial Relations (1980), University of Surrey, Guildford, Großbritannien
- Dr. h.c., verliehen von der University of New Haven, Connecticut, USA (2000)

### **Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG**

- Verona Pharma plc, Großbritannien (börsennotiert) – Vorsitzender des Board of Directors (nicht-exekutiv)
- Pharma Investments SA, Luxemburg – Mitglied des Conseil d’Administration (nicht-exekutiv)
- Actimed Therapeutics Ltd, Großbritannien – Vorsitzender des Board of Directors (nicht-exekutiv)
- Kyowa Kirin International plc, Großbritannien – Mitglied des Board of Directors (nicht-exekutiv)
- Opterion Health AG, Schweiz – Präsident des Verwaltungsrats (nicht-exekutiv)
- Interpharma Investments Ltd, Britische Jungferninseln – Mitglied des Board of Directors (nicht-exekutiv)

### **Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat**

- Berater für verschiedene Healthcare-Unternehmen und Finanzinvestoren
- Business School der University of Surrey, Guildford, Großbritannien, Gastprofessor
- Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG