

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Dr. Guido Oelkers, Wollerau (Schweiz)
geboren 1965

Beruflicher Werdegang:

seit 2017	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Schweden (<i>börsennotiert</i>) – President & CEO
2014-2017	BSN medical Holding, Luxemburg – CEO
2011-2013	Gambro AB, Schweden – President & CEO
2008-2011	Nycomed Intl. GmbH, Schweiz – Executive Vice President Commercial Operations, Mitglied des Executive Committee
2006-2008	INVIDA Holding Pte. Ltd., Singapur – CEO
2000-2006	DKSH Group, Schweiz – Executive Vice President, Global Head of Healthcare
1999-2000	Aventis Pharma, China – Managing Director
1996-1999	Hoechst Group, Indonesien – President Director Hoechst Marion Roussel Indonesia, Country Manager Hoechst Group Indonesia
1994-1995	Hoechst Group, Neuseeland – General Manager for Pharmaceuticals and Diagnostics
1987-1994	Hoechst AG, Frankfurt a.M. – verschiedene Positionen

Ausbildung:

- PhD in Strategic Management – University of South Australia, Adelaide
- M.A. (ECON) – Southbank University, London
Postgraduate Studies in Economics – London School of Economics & Political Science
- Dipl.-Betriebswirt – Fachhochschule Mainz

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

- keine

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

- President & CEO der Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (*börsennotiert*)
- Industrial Advisor bei EQT Partners AB
- Chairman Advisory Committee bei Zentiva Group a.s.
- Senior Advisor bei Neutral Analytics, Inc.
- Senior Advisor bei Blueprint Genetics Oy