

Vorstandsvorsitzender | CEO

Dr. Joachim Kreuzburg

Werdegang

Joachim Kreuzburg (geboren 1965) ist seit 2005 Vorsitzender des Vorstandes der Sartorius AG und verantwortet die Bereiche Strategie, Personal und Corporate Research sowie Recht, Compliance und Kommunikation. Zusätzlich ist er seit 2007 Verwaltungsratsvorsitzender und CEO der Sartorius Stedim Biotech S. A.

Nach dem Diplom-Studium Maschinenbau in Hannover war er am Niedersächsischen Institut für Solarenergieforschung in Hameln sowie am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Hannover tätig. Nach seiner Promotion zum Dr. rer. pol. 1999 begann er im selben Jahr seine Laufbahn bei Sartorius. Zunächst innerhalb des Controllings in verschiedenen Positionen tätig, übernahm Kreuzburg dann die Funktion des Kaufmännischen Geschäftsführers der Tochtergesellschaft GWT, Hamburg. Anschließend wechselte er in die Position des Leiters Finanzierung und Investor Relations, bevor er im November 2002 in den Vorstand der Sartorius AG bestellt wurde, an dessen Spitze er seit Mai 2003 steht.

Weitere Tätigkeiten

Neben seinem Engagement bei der Sartorius AG ist er unter anderem Mitglied des Aufsichtsrats der Carl Zeiss AG, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Bock SE & Co. KGaA sowie Mitglied im Wirtschaftsbeirat der Norddeutschen Landesbank.