

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Frank Riemensperger, Dietzenbach

geb. 1962 – Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG seit März 2022

Beruflicher Werdegang

Seit 2022	Unternehmer
1989-2022	Accenture 2009-2021: Vorsitzender der Geschäftsführung Accenture Deutschland. Mitglied im Global Leadership Council, dann Global Management Committee der weltweiten Accenture Gruppe. Verantwortlich für die Region Deutschland, Schweiz, Österreich und Russland und den Ausbau der Geschäftstätigkeiten in diesen Ländern. 2005-2009: Leitung des Geschäftsbereichs Technology für die weltweite Accenture-Bereichengruppe „Produzierende Industrie“ (Products). Auf- und Ausbau von Software-Zentren, insbesondere in Indien, Philippinen, Brasilien und China. 2007-2009: zusätzliche Verantwortung für das Technologiegeschäft im Geschäftsbereich Products in den USA 2002-2007: Stellvertretender Sprecher der Geschäftsführung Deutschland 1998: Berufung zum Partner Projektleiter für komplexe, digital-gestützte Unternehmenstransformationen in Großunternehmen
1987-1988	Integrata Unternehmensberatung AG, Tübingen – Assistent der Geschäftsleitung

Ausbildung

- Diplom-Informatiker (1987), Hochschule Furtwangen (FH)

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- DRM Datenraum Mobilität GmbH, München – Mitglied des Aufsichtsrats

Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Mitglied im Lenkungskreis der Plattform Industrie 4.0 und der Plattform Lernende System (KI)
- Mitglied des Präsidiums der Acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften)
- Mitglied im Feldafinger Kreis (Gesprächskreis mit Fokus CTO und Digitalisierung)
- Mitglied der Baden-Badener Unternehmer-Gespräche (BBUG)