



Management Service

ZERTIFIKAT

Zertifikat-Registrier-Nr.: **12 100 54414 TMS** / Auftrags-Nr.: **707067170**

**Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH**

bescheinigt, dass die Organisation



Reaction Biology Europe GmbH

**Engesserstr. 4
79108 Freiburg im Breisgau
Deutschland**

für den Geltungsbereich

**Entwicklung, Produktion und Verkauf von
rekombinanten Proteinprodukten, biochemischen,
zellulären und immun-onkologischen Assay-Dienstleistungen
sowie In Vivo Testing Services für die
Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen**

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht,
dass die Forderungen der

DIN EN ISO 9001:2015

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom **22.02.2026** bis **21.02.2029**.

Fred Wenke
Leiter der Zertifizierungsstelle
München, 13.02.2026

