

# ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle bestätigt der

**Jena Bioscience GmbH**  
**Löbstedter Straße 71**  
**07749 Jena**

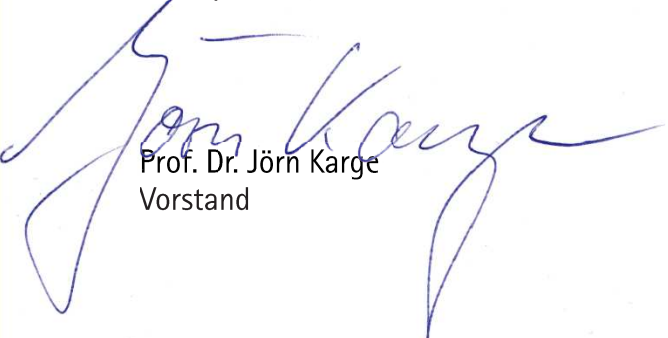
für den Bereich Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Reagenzien für die Biowissenschaften (Life-Sciences) die Konformität des eingeführten Qualitätsmanagementsystems mit der Norm

## DIN EN ISO 9001:2015

Beginn der Gültigkeit:	13.03.2020
Ende der Gültigkeit:	12.03.2023
Berichts- und Zertifikatnummer:	ICV03597 034 19
Das Zertifikat besteht aus	2 Seiten

*Dieses Zertifikat schließt eine jährliche Überprüfung des QMS durch die IFTA AG ein.*

Berlin, 02.03.2020



Prof. Dr. Jörn Karge  
Vorstand