

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle bestätigt der

Jena Bioscience GmbH
Löbstedter Straße 71
07749 Jena

die Konformität des eingeführten Umweltmanagementsystems mit der Norm

DIN EN ISO 14001:2015

für die umweltrelevanten Prozesse im gesamten Verantwortungsbereich des Unternehmens, die mit den Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Reagenzien für die Biowissenschaften (Life-Sciences) im Zusammenhang stehen.

Beginn der Gültigkeit: 13.03.2020
Ende der Gültigkeit: 12.03.2023

Berichts- und Zertifikatnummer: ICV03597 534 19
Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten

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

Berlin, 02.03.2020



Prof. Dr. Jörn Karge
Vorstand

