



会社概要

会 社 名	株式会社レビティジャパン Revvity Japan Co., Ltd. 弊社は米国企業 Revvity, Inc. (77 4th Avenue, Waltham, MA 02451, USA) の日本法人です。
設 立	1999 年 9 月 28 日
資 本 金	2 億 5,000 万円
決 算 期	12 月
代 表 者	代表取締役社長 榎村 光治
従 業 員	100 名
事 業 内 容	バイオ関連機器・試薬、医療機器、および体外診断用医薬品の輸入販売・サポート、ソフトウェアを含むソリューションの提供

沿 革

1999 年 9 月	ワラックベルトールドジャパン株式会社設立
2001 年 7 月	商号をパーキンエルマーライフサイエンスジャパン株式会社に変更
2002 年 4 月	パッカードジャパン株式会社を合併
2003 年 7 月	株式会社パーキンエルマージャパンを合併し、商号を株式会社パーキンエルマージャパンに変更（本社：横浜市西区）
2007 年 10 月	東京営業所を東京都千代田区に開設
2007 年 11 月	本社を横浜市保土ケ谷区に移転
2012 年 1 月	ケンブリッジソフト合同会社と事業統合
2012 年 4 月	キャリパーライフサイエンス日本支社と事業統合
2021 年 6 月	シスバイオ株式会社と事業統合
2023 年 3 月	分析機器事業・エンタープライズサービス事業を PerkinElmer Japan 合同会社へ承継
2023 年 7 月	商号を株式会社レビティジャパンに変更
2024 年 1 月	オックスフォード・イムノテック株式会社と事業統合
2024 年 3 月	本社を横浜市港北区に移転

事業所所在地・連絡先

本 社

ライフサイエンス・ダイアグノスティクス
サービス関連コールセンター（修理・保守受付）
業務部（試薬・消耗品ご注文受付）
Oxford Immunotec 製品お問合せ受付

人事部
財務経理部

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-2-3
EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA 7 階

TEL. (045) 330-9615 FAX. (045) 330-9625

TEL. (045) 330-9621 FAX. (045) 330-9631

TEL. (045) 330-9618 FAX. (045) 330-9628

TEL. 0120-718-004

TEL. (045) 330-9622 FAX. (045) 330-9623

TEL. (045) 330-9616 FAX. (045) 330-9626

東 京 営 業 所

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-7-17
KEN タカオビル 5 階

TEL. (03) 3866-2647 FAX. (03) 3866-2652

東 京 サービス センター

〒135-0064 東京都江東区青海 4-4-18
東海海運有明セントラルステーションビル 5 階

TEL. (045) 330-9621 FAX. (045) 330-9631

海 浜 幕 張 ラ ボ

〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3
幕張テクノガーデン D 棟 11 階

TEL. (045) 330-9615 FAX. (045) 330-9625

Revvity, Inc. について

社 名

Revvity, Inc.

所 在 地

77 4th Avenue, Waltham, MA 02451, USA

工場所在地

米国、フィンランド、イギリス、オランダ、ドイツ、シンガポール、
中国

代 表 者

Prahlad Singh, President & CEO

売 上 高

US\$ 2.8 Billion (2023 年度)

株 式 上 場

米国ニューヨーク証券取引所

取 扱 品 目

ライフサイエンス、ダイアグノスティクスを中心とした関連製品および
システム