

2026年2月26日

各位

会社名 カルナバイオサイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
(コード：4572)
問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美
(TEL. 078-302-7075)

個人投資家向け IR セミナー (2026年2月20日開催)

ログミーFinance 書き起こし記事公開のお知らせ

当社は、2026年2月20日に開催した個人投資家向け IR セミナーの書き起こし記事（質疑応答を含む）をログミーFinance上に公開しましたのでお知らせいたします。

今後も、投資家の皆さまに当社へのご理解を一層深めていただけるよう、情報発信の充実と公平な情報開示に努めてまいります。

● 概要

日 程：2026年2月20日（金）19：00～20：00

登壇者：代表取締役社長 吉野 公一郎

開催方法：Web 開催

● 書き起こし記事 URL

<https://finance.logmi.jp/articles/383978>

以上

（カルナバイオサイエンスについて）

カルナバイオサイエンス株式会社は、アンメット・メディカル・ニーズの高い未だ有効な治療方法が確立されていない疾患を中心に、特にがん、免疫・炎症疾患を重点領域として画期的な新薬の開発を目指して研究開発に取り組んでいるバイオベンチャー企業です。

これまでに、複数の創薬パイプライン（研究開発中の医薬品候補）の導出実績があり、現在、臨床開発段階にある3つのパイプラインを保有しています。そのうち、BTK 阻害剤 docirbrutinib (AS-1763、対象疾患：CLL などの血液がん) については、米国において、テキサス大学 MD アンダーソンがんセンター白血病科教授 Nitin Jain 医師を治験主導医師として、フェーズ 1b 試験を実施中です。(NCT05602363)

当社ホームページ：<https://www.carnabio.com/japanese/>