

第2回 バイオ・医薬合同セミナー

<開催概要>

開催日時

2025年10月23日（木）17:00 – 19:05

※各企業25分程度のプレゼンテーションを予定



登壇者

- 17:00～17:20 ネクセラファーマ株式会社 IRヘッド 都築伸弥
- 17:20～17:45 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
- 17:45～18:10 カルナバイオサイエンス株式会社
- 18:10～18:35 ラクオリア創薬株式会社
- 18:35～19:00 株式会社キャンバス
- 19:00～19:05 挨拶

対象参加者

機関投資家、個人投資家

※定員は最大1000名

開催方法

Zoomウェビナーによるオンライン開催

以下より事前登録をお願いいたします。

登録用URL: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_e0HgxaN3RyKKwCkngdQPnw

<質疑応答について>

機関投資家、個人投資家の皆様はZoomのテキストQ&Aにてそれぞれご質問いただけます。
時間内に全てのご質問にお答えできない場合がありますこと、あらかじめご了承ください。

以上