

2026年5月13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
 (コード番号：4572)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美
 (TEL：078-302-7075)

BTK阻害剤docirbrutinib(AS-1763)のフェーズ1b試験に関する欧州血液学会 (EHA)
2026での発表について

6月11日から14日にスウェーデン・ストックホルムで開催される欧州血液学会(European Hematology Association 2026 Congress)において、当社が開発中の次世代型BTK阻害剤docirbrutinib(AS-1763)のフェーズ1b試験に関する最新の臨床試験データが発表されますのでお知らせいたします。

docirbrutinibは当社が創製したブルトン型チロシンキナーゼ (Bruton's tyrosine kinase, BTK)を標的とする高選択的な非共有結合型BTK阻害剤です。現在、共有結合型BTK阻害剤を含む少なくとも2ライン以上の全身療法に不応または不耐となった慢性リンパ性白血病 (CLL)・小リンパ球性リンパ腫 (SLL)ならびにB細胞性非ホジキンリンパ腫 (B-cell NHL) の患者を対象としたフェーズ1b試験を、米国において実施しています。

本発表は、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医師を筆頭著者とし、全ての治験実施施設の治験責任医師が共著者となって行われます。

発表番号：PS1690

ポスタータイトル	Updated Results from a Phase 1b Study of Non-covalent Pan-mutant BTK Inhibitor Docirbrutinib (AS-1763) in Patients with Previously Treated B-cell Malignancies
セッション	ポスター・セッション
発表日	2026年6月13日
発表者	Nitin Jain ¹ , Catherine Coombs ² , Nirav N. Shah ³ , Jonathan S. Goldberg ⁴ , Seung Tae Lee ⁵ , Jacqueline Barrientos ⁶ , Sunil Babu ⁷ , John Nemunaitis ⁸ , Shuo Ma ⁹ , Andrew Gills-Smith ¹⁰ , Danielle M. Brander ¹¹ , Julio Peguero ¹² , Shirou Kirita ¹³ , Koji Yoshida ¹³ , Masaaki Sawa ¹³ , Kyoko Miyamoto ¹⁴ , Akinori Arimura ¹⁴ , William Wierda ¹ , Varsha Gandhi ¹⁵ , Javier Pinilla ¹⁶

¹The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Department of Leukemia, Houston, ²University of California Irvine, Division of Hematology/Oncology, ³Medical College of Wisconsin, Division of Hematology/Oncology, ⁴Optum Medical Care, Department of Hematology and Oncology, ⁵University of Maryland, Greenebaum Comprehensive Cancer, ⁶Mount Sinai Medical Center, ⁷American Oncology Partners, Fort Wayne Medical Oncology and Hematology, ⁸Taylor Cancer Research Center, ⁹Northwestern Memorial Hospital, Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center, Division of Hematology-Oncology, ¹⁰University of

Massachusetts Memorial Medical Center, Hematology/Oncology, ¹¹Duke Cancer Institute, Division of Hematologic Malignancies and Cellular Therapy, ¹²Oncology Consultants, ¹³Carna Biosciences, Inc., ¹⁴CarnaBio USA, Inc., ¹⁵The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Department of Translational Molecular Pathology, ¹⁶Moffitt Cancer Center, H Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute

アブストラクトURL : <https://library.ehaweb.org/eha/2026/eha-2026/4208242/>

以上

BTK阻害剤docirbrutinib (AS-1763)について

docirbrutinibは、慢性リンパ性白血病（CLL）を含む成熟B細胞腫瘍（血液がんの一種）の治療を目的として開発中の、野生型および薬剤耐性変異型BTKの両方を阻害する高選択的で非共有結合型の経口投与可能な化合物です。イブルチニブを代表とする共有結合型BTK阻害薬は、CLLや他の成熟B細胞腫瘍の標準選択薬として使用されています。しかしながら、多くの患者で、BTKの481番目のシステイン残基（C481）がセリンに置き換わる変異が生じて、共有結合型BTK阻害剤の結合が弱まり、薬剤耐性になることが報告されています。また、ピルトブルチニブを含む開発中の非共有結合型BTK阻害剤に対する新たな耐性変異も報告されています。docirbrutinibは、野生型BTKおよび薬剤耐性変異型BTKのリンパ腫細胞の両方の増殖を強く阻害することから、野生型のみならず薬剤耐性変異型BTKをもつ患者の治療にも有効と考えられ、次世代型BTK阻害剤として開発を進めています。

現在、米国においてフェーズ1b試験を実施しており、2024年10月から用量拡大パートの投与を開始しています。(NCT05602363)