

2024年11月12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)

sofnobrutinibのフェーズ1試験結果に関する論文発表のお知らせ

当社が開発中のBTK阻害剤sofnobrutinib (AS-0871)のフェーズ1試験の結果に関する論文が、米国学術雑誌「Clinical and Translational Science」に掲載されましたので、お知らせいたします。

タイトル	Safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of sofnobrutinib, a novel non-covalent BTK inhibitor, in healthy subjects: First-in-human phase I study
著者	Kyoko Miyamoto ¹⁾ , Robert M. Miller ²⁾ , Christine Voors-Pette ³⁾ , Jart A.F. Oosterhaven ⁴⁾ , Marieke van den Dobbelsteen ⁵⁾ , Katsuhiro Mihara ⁵⁾ , Marian Geldof ⁵⁾ , Yuji Sato ⁶⁾ , Naomi Matsuda ⁶⁾ , Shirou Kirita ⁶⁾ , Masaaki Sawa ⁶⁾ , and Akinori Arimura ^{1,6)}
掲載雑誌	Clinical and Translational Science

1) CamaBio USA, Inc., South San Francisco, California, USA, 2) Artemida Pharma, Ltd., Hertfordshire, United Kingdom, 3) QPS Netherlands BV, Groningen, The Netherlands, 4) ICON plc, Groningen, The Netherlands, 5) Venn Life Sciences ED B.V., Breda, The Netherlands, 6) Cama Biosciences, Inc., Kobe, Japan

sofnobrutinib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) を標的とする非共有結合型 BTK 阻害剤であり、その高いキナーゼ選択性から、免疫・炎症疾患を対象として開発を進めています。sofnobrutinibのフェーズ1試験は、健康成人男女を対象とした単回投与用量漸増試験および反復投与用量漸増試験で構成され、オランダで実施いたしました。当該試験において、sofnobrutinibの安全性、忍容性、並びに良好な薬物動態プロファイルと薬力学作用が確認され、アレルギー疾患や自己免疫疾患患者を対象としたフェーズ2への移行が支持されています。

この度、sofnobrutinibの臨床試験に関する論文が、米国臨床薬理学会 (the American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics) が発行する国際的学術雑誌「Clinical and Translational Science」に掲載されました。本論文では、上記フェーズ1試験で得られた詳細な結果について、報告しています。

詳細は下記URLをご確認ください。

<https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cts.70060>

以上