

2019年10月 4 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)

### SeraNova社との製剤化に関するコラボレーションのお知らせ

当社は、本日付で、SeraNova B.V.（オランダ、代表者：Niall Hodgins, CEO、以下SeraNova社）と同社の製剤化技術に関するライセンス契約を締結しましたのでお知らせいたします。

SeraNova社は、医薬品候補化合物の製剤化に関する独自技術を有するスタートアップ企業です。SeraNova社と当社は、SeraNova社が独自に開発した深共晶溶媒（DES：Deep Eutectic Solvent）フォーミュレーション・プラットフォームを活用し、当社が創製したキナーゼ阻害剤の経口投与における生物学的利用能（oral bioavailability、経口投与された薬物のうち、どれだけの量が全身循環血中に到達するのかの指標）の向上に取り組めます。

当社の取締役研究開発本部長 澤匡明は、本コラボレーションについて次のように述べています。「創薬開発においてoral bioavailabilityを向上させることができる製剤開発は非常に重要であり、そのような製剤を用いることで、薬剤の価値をさらに向上させることができます。今回、SeraNova社が有する独自の製剤化技術を活用することで、当社の研究開発がより一層進展することを期待しています。」

なお、本契約が当社の2019年12月期の連結業績予想に与える影響は軽微です。

SeraNova社については下記のホームページをご参照ください。

<https://seranovo.com/>

以 上