

2025 年 8 月 14 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)

GS-9911 に関するギリアド・サイエンシズ社の決算発表資料の記載について（続報）

2025 年 8 月 8 日にお知らせしました通り、当社が導出した創薬プログラムから見出された DGK α 阻害剤 GS-9911 につきまして、導出先企業であるギリアド・サイエンシズ社（以下「ギリアド社」）が 2025 年 8 月 7 日に公表した第 2 四半期決算発表資料において「Removed from pipeline」との記載が確認されました。

これを受け、当社はギリアド社に対し、GS-9911 の状況について確認を行っており、現時点で、以下のコメントを得ましたのでお知らせいたします。

“The removal of GS-9911 reflects a portfolio prioritization decision on the part of Gilead.”
(GS-9911 の除外は、ギリアド社におけるポートフォリオの優先付けに基づく決定を反映している)

なお、本件に関し、引き続き状況の確認を進めており、GS-9911 の開発状況および今後の方針に関して新たな情報が判明次第、速やかにお知らせいたします。

以上