

BTK阻害剤AS-1763に関するアメリカ癌学会年次総会での発表

2022年4月11日（米国時間）、アメリカ癌学会年次総会(AACR Annual Meeting 2022)において、当社が開発中の次世代型BTK阻害剤AS-1763の創薬研究およびフェーズ1試験SADパートの結果に関するポスター発表を行いました。

