

2025年3月27日

株主各位

カルナバイオサイエンス株式会社

株主通信第22期報告書記載事項訂正のお知らせとお詫び

株主通信第22期報告書につきまして、記載内容に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げます、ここに訂正いたします。

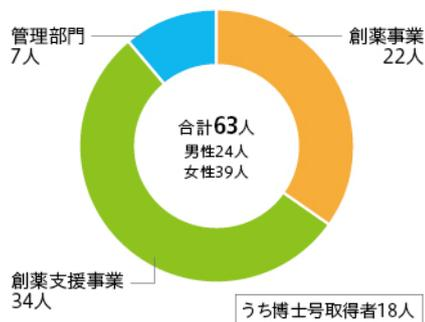
なお、当社ホームページに掲載のPDFファイルにつきましては、修正後のデータを掲載しております。

記

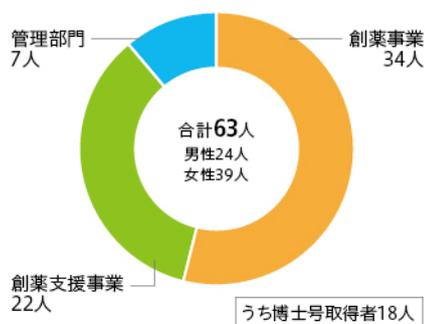
【訂正箇所】

株主通信第22期報告書 9頁右側下段「従業員構成」グラフ記載の人数が創薬事業、創薬支援事業の数字がそれぞれ反対に記載されております。

(誤) : 創薬事業 22人 創薬支援事業 34人



(正) : 創薬事業 34人 創薬支援事業 22人



以上