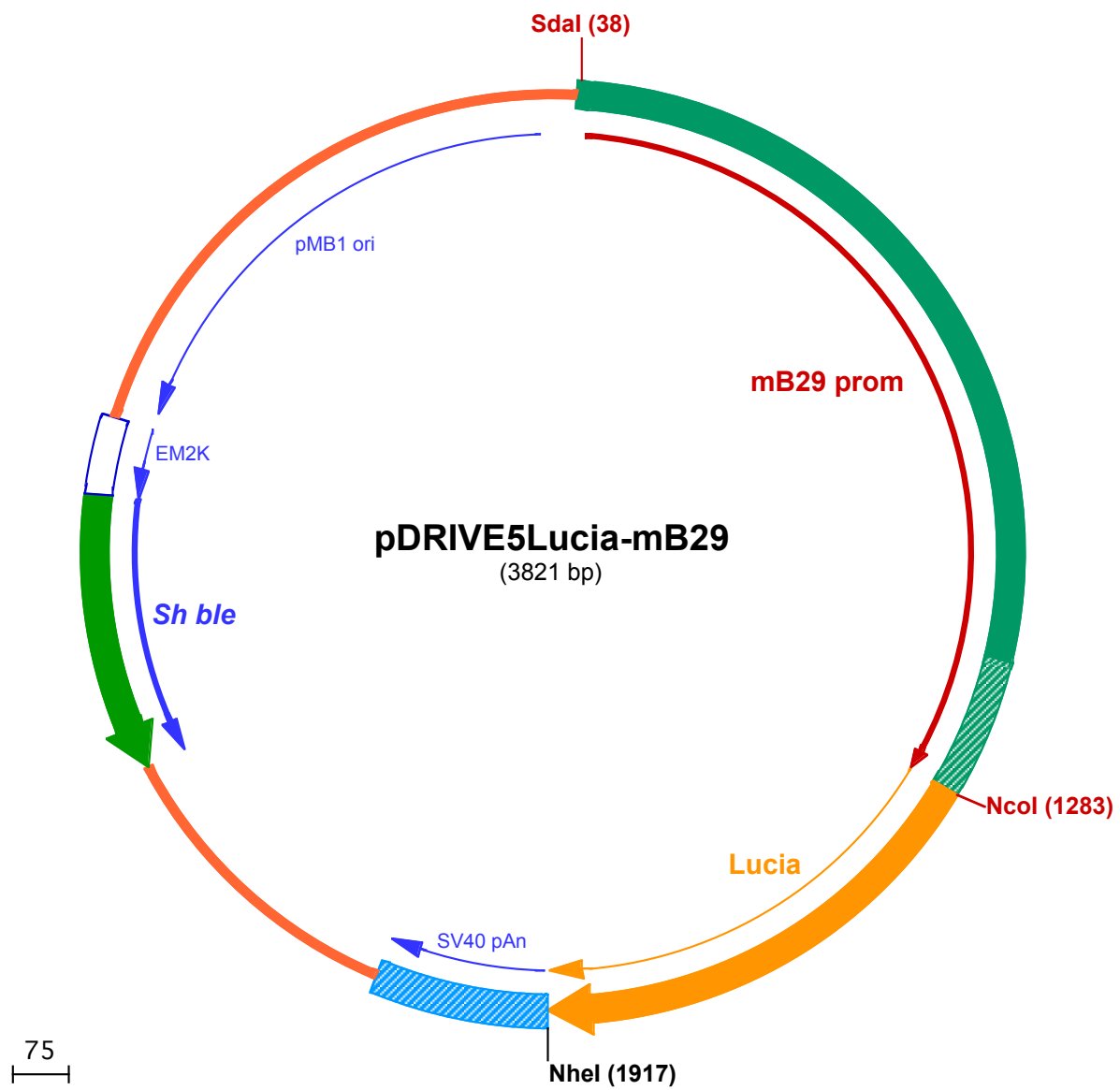




[illegible][illegible]

1901 CTGGGGACAGATGATAGCTAGCTGGCCAGACATGATAAGATACATTGATGAGTTTGGACAAACCACAACATAGATGTCAGTGAAAAAATGCTTTATTGTG
206 A G D R •
2001 GAAATTTGTGATGCTATTGCTTTATTTGTAACCATTATAAGCTGCAATAAACAAAGTTAACAAACAATTGCATTCATTTTATGTTTCAGGTTCAGGGGG

2101 AGGTGTGGGAGGTTTTTAAAGCAAGTAAACCTCTACAAATGTGGTATGG AATTAATTCTAAAATACAGCATAGCAAACTTTAACCTCCAAATCAAGC

2201 CTCTACTTGAATCCTTTTCTGAGGGATGAATAAGGCATAGGCATCAGGGGCTGTTGCCAATGTGCATTAGCTGTTTGCAGCCTCACCTTCTTTCATGGAG
2301 TTTAAGATATAGTGATTTTTCCCAAGGTTTGAAGTCTCTTCATTTCTTTATGTTTTAAATGCATGACCTCCACATTCCTCTTTTAGTAAATATTC
2401 AGAAATAATTTAAATACATCATTGCAATGAAAAATAATGTTTTTATTAGGCAGAATCCAGATGCTCAAGGCCCTTCATAATATCCCCAGTTTAGTAGT
2501 TGGACTTAGGGAACAAAGGAACCTTTAATAGAAATTGGACAGCAAGAAAGCGAGCTTCTAGCTTATCCTCAGTCTGCTCCTCTGCCACAAAGTGCACGG

125 D Q E E A V F H V C

2601 AGTTGCCGGCCGGTTCGCGCAGGGCGAACTCCCGCCCCACGGCTGCTCGCCGATCTCGGTATGGCCGGCCCGGAGGCGTCCCGGAAGTTCGTGGACAC
114 N G A P D R L A F E R G W P Q E G I E T M A P G S A D R F N T S V
2701 GACCTCCGACCACTCGGCGTACAGCTCGTCCAGGCCGCGCACCCACACCCAGGCCAGGGTGTGTCCGGCACCACTGGTCTGGACCGCGCTGATGAAC
81 V E S W E A Y L E D L G R V V W A L T N D P V V Q D Q V A S I F
2801 AGGGTCAGTCGTCCCGGACCAACCGGCGAAGTCGTCTCCACGAAGTCCCGGGAACCCGAGCCGCTCGGTCCAGAATCCGACCGCTCCGGCGCAGT
47 L T V D D R V V G A F D D E V F D R S F G L R D T W F E V A G A V D
2901 CGCGCGCGGTGAGCACCGGAACGGCACTGGTCAACTTGGCCATGATGGCTCCTCCTGTCAGGAGAGGAAAGAGAAGAAGGTTAGTACAATTGCTATAGTG
14 R A T L V P V A S T L K A M
3001 AGTTGTATTATACTATGCAGATATACTATGCCAATGATTAATTGTCAA ACTAGGGCTGCAGGTTAATTAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGC

3101 CAGGAACCGTAAAAAGGCCGCTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAAC

3201 CCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCTCGGAAGCTCCCTCGTGCCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTT

3301 TCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCATAGCTCAGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCC
3401 CGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGG
3501 ATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCCTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGC
3601 TGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGGTTGCAAGCAGCAGATTAC
3701 GCGCAGAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGGCT
3801 AGTTAATTAACATTTAAATCA