



125



2401 CCCAGACATGATAAGATACATTGATGAGTTTGGACAAACCACAACCTAGAATGCAGTGAAAAAATGCTTTATTTGTGAAATTTGTGATGCTATTGCTTTA

2501 TTTGTAAACCATTATAAGCTGCAATAAACCAAGTTAAACAACAATTGCATTCATTTTTATGTTTCAGGTTCAAGGGGAGGTGTGGGAGGTTTTTTAAAGCA

2601 AGTAAAACCTCTACAAATGTGGTATGGAATTTAAAATACAGCATAGCAAACTTTAACCTCCAAATCAAGCCTCTACTTGAATCCTTTTCTGAGGGATG

2701 AATAAGGCATAGGCATCAGGGGCTGTTGCCAATGTGCATTAGCTGTTTGACGCCACCTTCTTTCATGGAGTTAAGATATAGTGATTTTTCCCAAGGT

2801 TTGAACTAGCTCTTCATTTCTTTATGTTTTAAATGCACTGACCTCCACATTCCTTTTTAGTAAAATATTCAGAAATAATTTAAATACATCATTGCAAT

2901 GAAAAATAATGTTTTTTATTAGGCAGAATCCAGATGCTCAAGGCCCTTCATAATATCCCCAGTTTAGTAGTTGGACTTAGGGAACAAAGGAACCTTTAA

3001 TAGAAATTGGACAGCAAGAAAGCGAGCTTCTAGCTTTAGTTCTGGTGTACTTGAGGGGGATGAGTTCCTCAATGGTGGTTTTGACCAGCTTGCCATTCA

3101 TCTCAATGAGCACAAAGCAGTCAGGAGCATAGTCAGAGATGAGCTCTGTCACATGCCACAGGGGCTGACCACCTGATGGATCTGTCCACCTCATCAGA

3201 GTAGGGGTGCTGACAGCCACAATGGTGTCAAAGTCTTCTGCCCGTTGCTCACAGCAGACCAATGGCAATGGCTTCAGCACAGACAGTGACCTGCCA

3301 ATGTAGGCCCTCAATGTGGACAGCAGAGATGATCTCCCCAGTCTTGGTCTGATGGCCGCCCGACATGGTGCTTGTTCCTCATAGAGCATGGTGATCT

3401 TCTCAGTGGCGACCTCCACCAGCTCCAGATCCTGCTGAGAGATGTTGAAGGTCTTCATGATGGCCCTCTATAGTGAGTCTGATTATACTATGCCGATAT

3501 ACTATGCCGATGATTAATTGTCAAACAGCGTGGATGGCGTCTCCAGCTATCTGACGGTCACTAAACGAGCTCTGCTTATATAGACCTCCACCCTAC

3601 ACGCCACCGCCCATTTGCGTCAATGGGGCGGAGTTGTTACGACATTTTGAAAGTCCCGTTGATTTACTAGTCAAACAAACTCCCATTGACGTCAAT

3700 GGGGTGGAGACTTGAAATCCCCGTGAGTCAAACCGCTATCCACGCCATTGATGTACTGCCAAAACCGCATCATCATGGTAATAGCGATGACTAATACG

3800 TAGATGTACTGCCAAGTAGGAAAGTCCCATAAAGTCATGTACTGGCATAATGCCAGGCGGGCCATTTACCGTATTGACGTCAATAGGGGGCGTACTTG

3900 GCATATGATACACTTGATGTACTGCCAAGTGGGCGATTTACCGTAAATACTCCACCCATTGACGTCAATGAAAGTCCCTATTGGCGTACTATGGGAAC

4000 ATACGTCATTATTGACGTCAATGGCGGGGTCGTTGGGCGGTGAGCCAGCGGGCCATTTACCGTAAGTTATGTAACGCCCTGCAGGTTAAATAAGAA

4098 CATGTGAGCAAAAGCCAGCAAAAGCCAGGAACCGTAAAAAGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCTGACGAGCATCACAAAAAT

4198 CGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGCGTTTTCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCCTCTCTGTTCCGACCCTGC

4298 CGTTACCAGGATACCTGTCCGCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGTTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCCGGTGTAGGTGCTTCGCTC

4398 CAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCGTTGAGCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACAGACTTATCG

4498 CCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCCTGAAGTGGTGGCTAACTACGGCTACACTAGAA

4598 GAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGAAAAAGAGTTGGTAGCTTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGG

4698 TTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATTTTTCTACGGGTCTGACGCTCAGTGAACGAAAC

4798 TCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGGCTAGTTAATTAACATTTAAATCAGCGGCCCAATAAAATATCTTTATTTTATTACATCTGTGTGTTGTTTTTT

4898 GTGTGAATCGTAACTAACATACGCTCTCCATCAAAAACAAAACGAAACAAAACAAACTAGCAAATAGGCTGTCCCAGTGCAAGTGCAGGTGCCAGAACA

4998 TTTCTCTATCGAA